

ISO 15223-1:2021 Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labeling and information to be supplied	
Symbol	Title of Symbol
	Manufacturer/الجهة المصنعة/Производитель/Výrobce/Producent/Hersteller/Κατασκευαστής/Fabricante/Valmistaja/Fabricant/Proizvođač/Gyártó/Produttore/メーカー/제조회사/Gamintojas/Fabrikant/Produsent/Producent/Fabricante/Fabricante/Производитель/Proizvajalec/Tillverkare/Üretici/制造商/製造商/Tootja/Ražotājs/Производитель/Producător/Proizvođač/Výrobca/Виробник/Producers/Chủ sở hữu
	Authorized Representative in the European Community/الوكيل المعتمد في المجموعة الأوروبية/Упълномощен представител в Европейската общност/Pověřený zástupce v EU/Autoriseret repræsentant i EU/Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft/Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Representante autorizado en la Comunidad Europea/Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä/Représentant agréé pour l'Union européenne/Ovlašteni predstavnik u Europskoj uniji/Az Európai Közöség meghatalmazott képviselője/Rappresentante autorizzato nella Comunità europea/欧州共同体内の指定代理人/유럽공동체 공식 대리점/Igaliotasis atstovas Europos Bendrijoje/Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Unie/Autorisert representant i Det europeiske felleskap/Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej/Representante autorizado na Comunidade Europeia/Representante Autorizado na Comunidade Europeia/Официальный представитель в Европейском сообществе/Пооблаščeni zastopnik v Evropski skupnosti/Auktoriserad representant i EU/Аврпа Birliđi'nde Yetkili Temsilci/歐洲共同体授權代表/歐洲共同體授權代表/Volitatud esindaja Euroopa Liidus/Pilvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā/Ovlašten pretstavnik vo Evropskata zaednica/Representant autorizat în Comunitatea Europeană/Ovlaščeni predstavnik za Evropsku zajednicu/Splnomocnený zástupca v Európskom spoločenstve/Офіційний представник у Європейському Співтоваристві/Perwakilan Resmi di Masyarakat Eropa/Đại diện được ủy quyền tại Cộng đồng Châu Âu
	Date of Manufacturer/تاريخ التصنيع/Дата на производство/Datum výroby/Produktionsdato/Herstellungsdatum/Ημερομηνία κατασκευής/Fecha de fabricación/Valmistuspäivämäärä/Date de fabrication/Datum proizvodnje/Gyártási dátum/Data del produttore/製造日/제조일자/Pagaminimo data/Fabricagedatum/Produsentdato/Data produkci/Data de fabrico/Data de fabricação/Дата изготовления/Datum izdelave/Tillverkningsdatum/Üretim Tarihi/生产日期/製造日期/Tootmiskuupäev/Izgatavošanas datums/Датум на производителот/Data fabricației/Datum proizvodnje/Datum výroby/Дата виробництва/Tanggal Produksi/Ngày sản xuất
	Use-by-Date/انتهاء الصلاحية/Срок на годност/Datum spotřeby/Sidste anvendelsesdato/Verwendbar bis/Ημερομηνία λήξης/Fecha de caducidad/Käytettävä viimeistään/Date limite d'utilisation/Rok trajanja/Lejárati dátum/Utilizzare entro/使用期限日/사용 기한/Tinkamumo laiko pabaigos data/Houdbaarheidsdatum/Utløpsdato/Data ważności/Data de validade/Usar até/Дата истечения срока годности/Rok uporabe/Utgångsdatum/Son Kullanım Tarihi/有效期至/使用期限/Tarvitamise lõpptähtaeg/Izlietot līdz/Rok na upotreba/Data expirării/Rok upotrebe/Použite do/Кінцева дата строку придатності/Tanggal Kedaluwarsa/Hạn sử dụng
	Batch Code/رمز الدفعة/Партиден код/Kód šarže/Batchnummer/Chargenbezeichnung/Κωδικός партиδας/Código de lote/Eräkoodi/Code du lot/Šifra serije/Sarzszzám/Codice di lotto/バッチコード/배치 코드/Partijos kodas/Batchcode/Partikode/Kod serii/Código de lote/Código do lote/Kod partii/Številka serije/Batchnummer/Parti Kodu/批次代码/批次碼/Partiikood/Partijas kods/Kod na serija/Cod lot/Šifra serije/Kód šarže/Kod partii/Kode Batch/Mã lô
	Catalog Number/رقم الكتالوج/Каталожен №/Katalogové číslo/Katalognummer/Katalognummer/Αριθμός καταλόγου/Número de catálogo/Tuotenumero/Référence du catalogue/Kataloški broj/Katalógusszám/Numero di catalogo/カタログ番号/카탈로그 번호/Katalogo numeris/Catalogusnummer/Katalognummer/Numer katalogowy/Número de catálogo/Número de catálogo/Номер по каталогу/Kataloška številka/Katalognummer/Katalog Numarası/目录号/料號/Katalooginumber/Kataloga numurs/Kataloшки број/Număr de catalog/Kataloški broj/Katalogové číslo/Номер за каталогом/Nomor Katalog/Số catalog
	Serial Number/الرقم التسلسلي/Серийн №/Sériové číslo/Serienummer/Seriennummer/Αρ. σειράς/Número de serie/Sarjanumero/Numéro de série/Serijski broj/Gyártási szám/Numero di serie/シリアル番号/일련 번호/Serijos numeris/Serienummer/Serienummer/Numer seryjny/Número de série/Número de série/Серийный номер/Serijska številka/Serienummer/Seri Numarası/序列号/序號/Seerianumber/Serijas numurs/Серијски број/Număr de serie/Serijski broj/Sériové číslo/Серийний номер/Nomor Seri/Số sê-ri
	Keep Away from Sunlight/حفظ المنتج بعيداً عن أشعة الشمس/Пазете от слънчева светлина/Chraňte před slunečním světlem/Holdes væk fra sollys/Vor Lichteinwirkung schützen/Κρατήστε μακριά από το ηλιακό φως/Mantener alejado de la luz solar/Suojattava auringonvalolta/Conserver à l'abri de la lumière du soleil/Držati podalje od sunčeve svjetlosti/Napfénytől védett helyen tartandó/Tenere lontano dalla luce solare diretta/日光を避けること/직사광선을 피해서 보관/Saugoti nuo saulės šviesos/Uit zonlicht houden/Må holdes unna sollys/Chronič pred slnecom/Manter afastado da luz solar/Manter longe da luz do Sol/Беречь от воздействия солнечных лучей/Zaščititi pred sončno svetlobo/Undvik solljus/Güneş ışığından Uzak Tutun/避光存放/避免日曬/Hoida eemal päikesevalgusest/Sargăt no saules gaismas/Да се чува подалеку од сончева светлина/A se păstra ferit de expunere la soare/Cuvati dalje od sunčeve svetlosti/Chráňte pred slnečným svetlom/Oberigati від впливу сонячного проміння/Jauhkan dari Sinar Matahari/Tránh xa ánh sáng mặt trời
	Lower Limit of Temperature/حد درجة الحرارة الأدنى/Долна граница на температура/Dolní limit teploty/Nedre grænse for temperatur/Untere Temperaturgrenze/Χαμηλότερο όριο θερμοκρασίας/Limite inferior de temperatura/Lämpötilan alaraja/Limite inférieure de température/Donje ograničenje temperature/Hómerséklet alsó határa/Limite inferiore di temperatura/温度下限/최저 제한 온도/Apatinė temperatūros riba/Ondergrens van temperatuur/Minimumstemperatur/Dolny limit temperatury/Limite inferior de temperatura/Limite mínimo de temperatura/Нижняя граница допустимого температурного диапазона/Spodnja omejitve temperature/Lägsta temperaturgräns/Sıcaklık Alt Sınırı/温度下限/最低温度限制/Temperatuuri alampiiir/Temperaturas zemākais ierobežojums/Долна температурна граница/Limita inferioară de temperatură/Donja temperatura granica/Dolný teplotný limit/Нижня межа допустимого температурного діапазону/Batas Bawah Suhu/Giới hạn dưới của nhiệt độ



ISO 15223-1:2021 (Continued)

Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labeling and information to be supplied

Symbol	Title of Symbol
	Upper Limit of Temperature/حد درجة الحرارة الأقصى/Горна граница на температурата/Horní limit teploty/Øvre grænse for temperatur/Obere Temperaturgrenze/Υψηλότερο όριο θερμοκρασίας/Limite superior de temperatura/Lämpötilan yläraja/Limite supérieure de température/Gornje ograničenje temperature/Hómérséklet felső határa/Limite superiore di temperatura/温度上限/최고 제한 온도/Viršutinė temperatūros riba/Bovengrens van temperatuur/Maksimumstemperatuur/Górný limit teploty/Limite superior de temperatura/Limite máximo de temperatura/Верхняя граница допустимого температурного диапазона/Zgornja omejeitev temperature/Högsta temperaturgräns/Sıcaklık Üst Sınırı/温度上限/最高温度限制/Temperatuuri ülempiir/Temperatūras augstākais ierobežojums/Gорна температурна граница/Limita superioră de temperatură/Gornja temperaturna granica/Horný teplotný limit/Верхня межа допустимого температурного діапазону/Batas Atas Suhu/Giới hạn trên của nhiệt độ
	Temperature Limit/حد درجة الحرارة/Граница на температурата/Teplotní limit/Temperaturgrænse/Temperaturgrenzwert/Όριο θερμοκρασίας/Limite de temperatura/Lämpötilaraja/Limites de température/Ograničenje temperature/Hómérséklet határ/Limite di temperatura/温度限界/제한 온도/Temperatūros riba/Temperatuurlimiet/Temperaturgrense/Limit temperature/Limite de temperatura/Limite de temperatura/Допустимый температурный диапазон/Omejeitev temperature/Temperaturgräns/Sıcaklık Sınırı/温度限值/温度限制/Temperatuuri piir/Temperatūras ierobežojums/Температурна граница/Limită de temperatură/Ogrnaičenje temperature/Teplotný limit/Допустимий температурний діапазон/Batas Suhu/Giới hạn nhiệt độ
	Biological Risk/المخاطر البيولوجية/Биологичен риск/Biologické nebezpečí/Biologisk risiko/Biogefährdung/Βιολογικός κίνδυνος/Material potencialmente peligroso a nivel biológico/Biologistet vaarat/Risque biologique/Biološka opasnost/Biológiai kockázat/Rischio biologico/生物学的リスク/생물학적 위험/Biologinis pavojus/Biologisch risico/Biologisk risiko/Zagrozenie biologiczne/Risco biológico/Risco biológico/Биологическая опасность/Biološko tveganje/Biologiska risker/Bijolojik Risk/生物风险/生物風險/Bioloogiline risk/Bioloģisks risks/Биолошки ризик/Risc biologic/Biološki rizik/Biologické riziko/Біологічна небезпека/Risiko Biologis/Rủi ro sinh học
	Do Not Re-Use/عدم الاستخدام من جديد/Не използвайте повторно/Nepoužívat opakovaně/Må ikke genbruges/Nicht wiederverwenden/Να μην επαναχρησιμοποιείται/No reutilizar/Ei saa käyttää uudelleen/Ne pas réutiliser/Nije za višekratnu upotrebu/Nem újrahaszálható/Non riutilizzare/再使用禁止/재사용 금지/Nenaudoti pakartotinai/Niet opnieuw gebruiken/Må ikke gjenbrukes/Nie używać ponownie/Não reutilizar/Não reutilize/Запрещается использовать повторно/Za enkratno uporabo/Endast för engångsbruk/Tekrar Kullanmayın/請勿重複使用/請勿重複使用/Mitte taaskasutada/Neizmantot atkārtoti/Да не се употребува повторно/A nu se reutiliza/Nemojte ponovo da koristite/Nepoužívajte opakovane/Не використовувати повторно/Jangan Digunakan Ulang/Không tái sử dụng
	Consult Instructions for Use/التعليمات الاستشارية للاستخدام/Консултирайте се с инструкциите за употреба/Přečtěte si návod k obsluze/Se brugsanvisningen/Gebrauchsanweisung beachten/Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης/Consultar las instrucciones de uso/Katso käyttöohjeita/Se référer au mode d'emploi/Pogledajte upute za upotrebu/Olvassa el a használati utasítást/Consultare le istruzioni per l'uso/取扱説明書を参照/사용 지침 참고/Зр. наудожимо инструкцијас/Raadpleeg gebruiksaanwijzing/Se i bruksanvisningen/Sprawdź w instrukcji użytkowania/Consultar instruções de utilização/Consulte as instruções de uso/См. инструкцию по применению/Glejte navodila za uporabo/Se bruksanvisningen/Kullanım Talimatlarına Başvurun/查阅使用说明/請詳閱使用指示/Tutvuge kasutusjuhistega/Skatīt lietošanas instrukcijas/Да се прочитаат упатствата за употреба/Consultați instrucțiunile de utilizare/Pogledati uputstvo za upotrebu/Pozrite si návod na použitie/Dивіться інструкції щодо використання/Lihat Petunjuk Penggunaan/Tham khảo Hướng dẫn sử dụng
	Caution/تنبيه/Внимание/Urozornění/Forsigtig/Achtung/Προσοχή/Atención/Huomio/Attention/Oppez/Vigyázat/Attenzione/注意/주의/Įspėjimas/Let op/Forsiktig/Przestroga/Atenção/Cuidado/Внимание!/Pozor/Varning/Dikkat/注意/注意/Hoiatus/Uzmanību/Внимание/Atenție/Oppez/Urozornenie/Застереження/Perhatian/Thận trọng
	In Vitro Diagnostic Medical Device/الجهاز الطبي التشخيصي في المختبر/Медицинско устройство при диагностика инвитро/Diagnostické zdravotnické zařízení in vitro/Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik/In-vitro-Diagnostikum/In Vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή/Dispositivo médico para diagnóstico in vitro/In vitro -diagnostikkaan tarkoitettu lääkinnällinen laite/Dispositif médical de diagnostic in vitro/Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku/In vitro diagnostikai felhasználásra/Dispositivo medico-diagnostico in vitro/体外診断用医療装置/체외 진단 의료 기기/In vitro diagnostinis medicininis prietaisai/Medisch apparaat voor diagnostisch gebruik in vitro/In vitro-diagnostisk medisinsk enhet/Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro/Dispositivo médico para diagnóstico in vitro/Dispositivo médico para diagnóstico in vitro/Медицинское изделие для диагностики in vitro/In vitro diagnostični medicinski pripomoček/Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik/In Vitro Diyagnostik Tibbi Cihaz/体外诊断医疗器械/體外診斷醫療器材/In vitro diagnostiline meditsiiniseade/Mediciniska ierice, ko lieto in vitro diagnostikai/Медицински уред за ин-витро диагностика/Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro/Medicinsko sredstvo za dijagnostiku in vitro/Lekárska pomôcka in vitro/Медицинний виріб для діагностування in vitro/Perangkat Medis Diagnostik In Vitro/Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro (IVD)
	Control/التحكم/Контрола/Kontrola/Kontrol/Kontrolle/Υλικό ελέγχου/Control/Kontrolli/Contrôle/Kontrola/Kontroll/Controllo/对照/대조물질/Kontrolinė medžiaga/Controlemiddel/Kontroll/Kontrola/Controlo/Controlle/Контроль/Kontrola/Kontroll/Kontrol/质控品/对照組/Kontroll/Kontrolle/Контрола/Control/Kontrola/Kontrola/Контроль/Kontrol/Mẫu chứng
	Negative Control/التحكم السلبي/Отрицательна контрола/Negativni kontrolni vzorek/Negativ kontrol/Negativkontrolle/Αρνητικό υλικό ελέγχου/Control negativo/Negatiivinen kontrolli/Contrôle négatif/Negativa kontrola/Negativ kontroll/Controllo negativo/陰性对照/음성 대조물질/Neigiama kontrolinė medžiaga/Negatief controlemiddel/Negativ kontroll/Kontrola ujemna/Controlo negativo/Controlle negativo/Отрицательный контроль/Negativa kontrola/Negativ kontroll/Negatif Kontrol/阴性对照/陰性對照組/Negatiivne kontroll/Negativa kontrolle/Негативна контрола/Control negativ/Negativa kontrola/Negativa kontrola/Негативний контроль/Kontrol Negatif/Chung âm
	Positive Control/التحكم الإيجابي/Положительна контрола/Positivní kontrolní vzorek/Positiv kontrol/Positivkontrolle/Θετικό υλικό ελέγχου/Control positivo/Positiivinen kontrolli/Contrôle positif/Positiva kontrola/Positiv kontroll/Controllo positivo/陽性对照/양성 대조물질/Teigiama kontrolinė medžiaga/Positief controlemiddel/Positiv kontroll/Kontrola dodatnia/Controlo positivo/Controlle positivo/Положительный контроль/Positivna kontrola/Positiv kontroll/Positif Kontrol/阳性对照/陽性對照組/Positiivne kontroll/Positiva kontrolle/Позитивна контрола/Control pozitiv/Positivna kontrola/Positivna kontrola/Позитивний контроль/Kontrol Positif/Chung dương

ISO 15223-1:2021 (Continued)

Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labeling and information to be supplied

Symbol	Title of Symbol
	For IVD performance Evaluation Only/لتقييم أداء الاختبار التشخيصي خارج الجسم فقط/Само за оценка за IVD функциониране/Pouze pro provedení posouzení IVD/Kun til evaluering af IVD-ydeevne/Nur zur Leistungsbewertung von IVD-Produkten/Mόνο για αξιολόγηση απόδοσης IVD/Sόλο para evaluaci3n de resultados de IVD/Vain in vitro -diagnoστikaan toimivuuden arviointiin/Pour 3valuation des performances de diagnostic in vitro uniquement/Samo za procjenu uinkovitosti IVD-a/Csak IVD teljesit3m3ny3rt3kel3sh3z/Solo a scopo di valutazione delle performance di IVD/IVD の性能評価専用/IVD 성능 평가용으로만 사용/Tik IVD veiksmingumo vertinimui/Uitsluitend voor IVD-prestatiebeoordeling/Bare for evaluering av IVD-ytelse/Wyłącznie do oceny skuteczności diagnostyki in-vitro/Apenas para avaliaç3o de desempenho de DIV/Somente para avaliaç3o de desempenho IVD/Только для оценки функциональности медицинских изделий для диагностики in vitro/Za merjenje kakovosti pripomočka IVD/Endast för utvärdering av diagnostisk användning in vitro/Yalnızca IVD Performans Değerlendirmesi İçini/仅供 IVD 性能评估/僅限用於 IVD 表現評估/Ainult in vitro diagnostilise toimivuse hindamiseks/Tikai IVD darbibas nov3rt3sanai/Само за оценување на изведбата при IVD/Numai pentru evaluarea performanței IVD/Samo za procjenu funkcije IVD/Len na vyhodnotenie v3kynu IVDK/Тільки для оцінювання функціональності медичних виробів для діагностування in vitro/Khusus Evaluasi kinerja IVD/Chỉ dùng cho đ3nh giá hi3u su3t trang thi3t b3 IVD
	Contains Sufficient for <n> Tests/من الاختبارات على كمية كافية لاجراء عدد <n> من الاختبارات/Съдържанието е достатъчно за <n> теста/Obshah postačuj3c3 pro <n> test3/Indeholder tilstrækkeligt til <n> tests/Inhalt ausreichend für <n> Tests/Περιέχει επαρκή αντιδραστήρια για <n> δοκιμές/Contenido suficiente para <n> pruebas/Sisältö riittävä <n> testiin/Contenu suffisant pour <n> tests/Sadržaj dostatan za <n> testova/<n> teszthez elegendő mennyiség/Contiene materiali sufficienti per <n> test/<n> 回の検査に十分な量を含む/<n> 테스트에 충분한 양 포함/Užtenka atlikti <n> tyrimų/Bevat voldoende voor <n> tests/Innholder tilstrekkelig til <n> tester/Zawartość wystarcza do wykonania <n> testów/Contém o suficiente para <n> testes/Suficiente para <n> testes/Содержимого достаточно для проведения <n> тестов/Vsebinsa zadošč3 za <n> testov/Innehåller tillräckligt med material för <n> tester/<n> Sayda Test için Yeterlidir/内含足量用品可供 <n> 次检测使用/含量足夠可進行 <n> 次檢驗/Sisaldab pisavalt <n> testi jaoks/Satur pietiekamu daudzumu <n> testiem/Соджината е доволна за <n> тестови/Conținut suficient pentru <n> teste/Sadržaj je dovoljan za <n> testova/Obshah postačuje na <n> testov/Вмісту достатньо для здійснення <n> тестів/Isi Cukup untuk <n> Pengujian/Chứa đủ cho <n> xét nghiệm
STERILE	Sterile/مُعقم/Стерилно/Sterilni/Steril/Steril/Αποστειρωμένο/Estéril/Steriili/Stérile/Sterilno/Steril/Sterile/滅菌済み/멸균 상태/Sterilu/Steriel/Sterilt/Sterylny/Estéril/Estéril/Стерильно/Sterilno/Steril/Steril/无菌/滅菌/Steriilne/Sterils/Стерильно/Steril/Sterilno/Sterilné/Стерильно/Steril/Vô trùng
STERILE A	Sterilized using aseptic processing techniques/المُعقم باستخدام تقنيات المعالجة العقيمة/Стерилизирано с техники за асептична обработка/Sterilizováno pomocí aseptické techniky zpracování/Steriliseret med aseptisk behandlingsteknik/Durch aseptisches Herstellungsverfahren sterilisiert/Αποστειρώθηκε με χρήση άσηπτων τεχνικών επεξεργασίας/Esterilizado con técnicas de procesamiento asépticas/Steriloitu aseptisesti prosessoimalla/Stérilisé à l'aide de techniques de traitement aseptiques/Sterilizirano aseptičkim tehnikama/Aszeptikus feldolgozási technológiával sterilizált/Sterilizato con tecniche asettiche/無菌操作で滅菌済み/무균처리법으로 멸균/Sterilizuota naudojant aseptines apdorojimo technikas/Gesteriliseerd met behulp van aseptische verwerkingstechnieken/Steriliseret ved hjælp av aseptiske behandlingsteknikker/Wysterylizowano z zastosowaniem technik aseptycznych/Esterilizado através de técnicas assépticas de processamento/Esterilizado com técnicas de processamento asséptico/Стерилизовано методом асептичской обработки/Sterilizirano po aseptični tehniki/Steriliserad med aseptisk teknik/Aseptik işleme teknikleri ile sterilize edilmiştir/采用防腐处理技术灭菌/使用無菌處理技術滅菌/Steriliseeritud, kasutades aseptilisi töötlustehnikaid/Sterilizets, izmantojot aseptiskās apstrādes metodes/Стерилизирано со техники за асептичка обработка/Sterilizat prin folosirea de tehnici de procesare aseptice/Sterilisano tehnikama aseptičke obrade/Sterilizované použitím aseptických procesných technik/Стерилизовано методом асептичної обробки/Disterilkan menggunakan teknik pemrosesan aseptik/Tiệt trung bằng kỹ thuật xử lý vô trùng
STERILE EO	Sterilized using ethylene oxide/المُعقم باستخدام أكسيد الإيثيلين/Стерилизирано с етиленов оксид/Sterilizováno etylenoxidem/Steriliseret med ethylenoxid/Durch Ethylenoxid sterilisiert/Αποστειρώθηκε με χρήση αιθυλενοξειδίου/Esterilizado con óxido de etileno/Steriloitu eteenioksidilla/Stérilisé à l'aide d'oxyde d'éthylène/Sterilizirano etilen-oksidom/Etilén-oxidál sterilizált/Sterilizato con ossido di etilene/エチレンオキサイドで滅菌済み/에틸렌옥사이드로 멸균/Sterilizuota etileno oksidu/Gesteriliseerd met behulp van ethyleenoxide/Steriliseret med etylenoksid/Wysterylizowano przy użyciu tlenku etylenu/Esterilizado através de óxido de etileno/Esterilizado com óxido de etileno/Стерилизовано оксидом этилена/Sterilizirano z etilen oksidom/Steriliserad med etylenoxid/Etilen oksit ile sterilize edilmiştir/采用环氧乙烷灭菌/使用環氧乙烷滅菌/Steriliseeritud etüleenoksiidiga/Sterilizets ar etüleenoksidu/Стерилизирано со етилен оксид/Sterilizat cu oxid de etilenă/Sterilisano etilen-oksidom/Sterilizované použitím etylénoxidu/Стерилизовано оксидом этилену/Disterilkan menggunakan etilen oksida/Tiệt trung bằng ethylene oxid
STERILE R	Sterilized using Irradiation/المُعقم باستخدام الإشعاع/Стерилизирано с облъчване/Sterilizováno zářením/Steriliseret med bestråling/Durch Bestrahlung sterilisiert/Αποστειρώθηκε με χρήση ακτινοβολίας/Esterilizado con radiación/Steriloitu säteilyttämällä/Stérilisé à l'aide d'un procédé d'irradiation/Sterilizirano zračenjem/Sugárzásal sterilizált/Sterilizato con irradiazione/放射線照射で滅菌済み/방사선으로 멸균/Sterilizuota spinduliute/Gesteriliseerd met behulp van straling/Steriliseret med stråling/Wysterylizowano przez napromienienie/Esterilizado através de irradiação/Esterilizado com radiação/Стерилизовано ионизирующим излучением/Sterilizirano s sevanjem/Steriliserad med strålning/Işınlama ile sterilize edilmiştir/采用辐照灭菌/使用輻照滅菌/Steriliseeritud kiiritusega/Sterilizets, izmantojot apstarošānu/Стерилизирано со употреба на зрачење/Sterilizat prin iradiere/Sterilisano zračenjem/Sterilizované použitím ožarovania/Стерилизовано іонізувальним опроміненням/Disterilkan menggunakan teknik iradiasi/Tiệt trung bằng chiếu xạ
STERILE !	Sterilized using steam or dry heat/المُعقم باستخدام البخار أو الحرارة الجافة/Стерилизирано с пара или суха топлина/Sterilizováno parou nebo suchým teplem/Steriliseret med damp eller tør varme/Durch Dampf oder Trockenhitze sterilisiert/Αποστειρώθηκε με χρήση ατμών ή θέρμανση εν ξηρώ/Esterilizado con calor o vapor seco/Steriloitu höyry- tai kuivakuumenuksella/Stérilisé à l'aide de vapeur ou de chaleur sèche/Sterilizirano parom ili suhom sterilizacijom/Gőzzel vagy száraz hővel sterilizált/Sterilizato con vapore o calore secco/蒸气/乾式加熱で滅菌済み/증기 또는 건열로 멸균/Sterilizuota garais arba sausu kaitinimu/Gesteriliseerd met behulp van stoom of droge hitte/Steriliseret med damp eller tørr varme/Wysterylizowano przy użyciu pary lub suchym gorącym powietrzem/Esterilizado através de vapor ou calor seco/Esterilizado com vapor ou calor seco/Стерилизовано паром или сухим жаром/Sterilizirano s toploto/Steriliserad med ånga eller hetluft/Buhar veya kuru isi ile sterilize edilmiştir/采用蒸汽或干热法灭菌/使用蒸汽或乾熱滅菌/Steriliseeritud auru või kuiva kuumusega/Sterilizets, izmantojot tvaiku vai karstu gaisu/Стерилизирано со пара или сува топлина/Sterilizat prin utilizarea de abur sau căldură uscată/Sterilisano parom ili suvom plotom/Sterilizované použitím pary alebo suchého tepla/Стерилизовано паром або сухим жаром/Disterilkan menggunakan uap atau panas kering/Tiệt trung bằng hơi nước hoặc nhiệt khô



ISO 15223-1:2021 (Continued)


Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labeling and information to be supplied

Symbol	Title of Symbol
	Do not resterilize/بجب عدم التعقيم/Не стерилизуйте повторно/Nesterilizovat/Må ikke reesteriliseres/Nicht erneut sterilisieren/Na μην επαναποστεριώνεται/No reesterilizar/Ei saa steriloida uudelleen/Ne pas résteriliser/Nemojte ponovno sterilizirati/Nem újaterilizálható/Non risterilizzare/再滅菌禁止/재멸균 금지/Nesterilizuoti pakartotina/Niet opnieuw steriliseren/Må ikke steriliseres på nytt/Nie sterylizować ponownie/Não voltar a esterilizar/Não esterilize novamente/Повторная стерилизация запрещена/Ne reesterilizirajte/Får ej omsteriliseras/Tekrar sterilize etmeyin/請勿重复灭菌/請勿重複滅菌/Mitte uuesti steriliseerida/Nesterilizēt atkārtoti/Да не се стерилизира повторно/A nu se reesteriliza/Nemojte ponovo sterilisati/Nesterilizujte opakovane/Не стерилизувати повторно/Jangan disterilkan ulang/Không tiệt trùng lại
	Non-sterile/غير معقم/Нестерильно/Nesterilni/Ikke-steril/Unsteril/Μη αποστειρωμένο/No estéril/Steriloimaton/Non stérile/Nije sterilno/Nem steril/Non sterile/未滅菌/비멸균 상태/Nesterilu/Niet-steriel/Ikke-sterilt/Niesterylno/Não estéril/Não estéril/Не стерильно/Nesterilno/Icke-steril/Steril değildir/未灭菌/未滅菌/Mittesteriilne/Nesterils/He e sterilno/Nesteril/Nesterilno/Nesterilné/Нестерильно/Nonsteril/Không vô trùng
	Do not use if package is damaged/لا تستخدمه إذا كان الغلاف متضرراً/Не используйте, ако опаковката е повредена/Nepoužívejte, je-li obal poškozen/Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget/Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist/Na μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά/No usar si el envase está dañado/Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut/Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé/Ne upotrebļavajete ako je pakiranje oštećeno/Ne használja, ha a csomagolás sérült/Non utilizzare se la confezione è danneggiata/パッケージが破損している場合は使用不可/패키지가 손상된 경우 사용하지 마십시오./Nenaudokite, jei pakuotė pažeista/Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd/Må ikke brukes hvis pakken er skadet/Nie stosować, jeżeli opakowanie jest uszkodzone/Não utilizar se a embalagem estiver danificada/Não utilizar se a embalagem estiver danificada/Не использовать, если упаковка повреждена/Преведана упороба, ќе је овојина пошкoдoвана/Använd inte om förpackningen är skadad/Ambalaj hasarlıysa kullanmayın/如若包装损坏, 请勿使用/包裝如有破損, 請勿使用/Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud/Nelietot, ja iepakojumis ir bojāts/Да не се употребува ако пакувањето е оштетено/A nu se folosi dacă ambalajul este deteriorat/Ne koristiti ukoliko je paket oštećen/Nepoužívejte, pokud je balení poškozené/He використовувати, якщо пакування пошкоджено/Jangan digunakan jika kemasan rusak/Không sử dụng nếu bao gói bị hư hỏng
	Sterile fluid path/مسار السائل المعقم/Стерилен път на течността/Sterilni dráha kapaliny/Steril væskesti/Steriler Flüssigkeitsdurchfluss/Αποστειρωμένη διαδρομή υγρού/Trajectory de líquido estéril/Sterilni nestetie/Circuit de liquide stérile/Sterilan put tekućine/Steril folyadékútvonal/Percorso del fluido sterile/滅菌済みの液体流路/멸균 용액 경로/Sterili skystčio tekėjimo linija/Steriel vloeistofpad/Steril væskebane/Sterilna droga przepływu płynu/Percorso do fluido estéril/Caminho do fluido estéril/Стерильный канал жидкости/Sterilna pot tekoćine/Steril vätskebanan/Steril svi yolu/无菌液路/滅菌流體路徑/Sterilne vedeliku teekond/Sterils šķidruma ceļš/Стерилна патека на течността/Parcurs steril al lichidelor/Sterilna putanja tečnosti/Sterilná dráha tekutiny/Стерильний канал рідини/Jalur cairan steril/Đường dẫn chất lỏng vô trùng
	Fragile, handle with care/يرجى الإمساك بحذر/Чувливо, работете внимателно/Pozor křehké/Forsigtig, skal håndteres med omhu/Zerbrechlich, mit Vorsicht handhaben/Εύθραστο. Χειρίζεστε με προσοχή./Frágil: manipular con cuidado/Särkyvä, käsiteltävä varovasti/Fragile, à manipuler avec précaution/Osjetljivo, pažljivo rukovati/Törékeny, óvatosan kell kezelni/Fragile, maneggiare con cura/壊れ物、取扱注意/손상되기 쉬우므로 주의해서 취급하십시오./Düza, naudokite atsargiai/Breekbaar, voorzichtig behandelen/Ømtålig, må håndteres varsomt/Delikatna, obchodźć się ostrożnie/Frágil, manusear com cuidado/Frágil, manuseie com cuidado/Хрупкое, обращаться осторожно/Lomljivo, ravnajte previdno/Ömtåligt, hanteras varsamt/Krnlabilir, dikkatli taşıyin/易碎, 小心轻放/易碎物品, 小心輕放/Örn, käsitseda ettevaatlikult/Trausls, rīkoties uzmanīgi/Кршливо, да се ракува внимателно/Fragil, a se manevra cu atenție/Lomljivo, pažljivo rukujte/Křehké, zaobchádzajte s opatnosťou/Крхке, поводитъся обережно/Mudah pecah, tangani dengan hati-hati/Dễ vỡ, xử lý cẩn thận
	Protect from heat and radioactive sources/بجب حمايته من مصادر الحرارة والمصادر المشعة/Пазете от топлина и радиоактивни източници/Chraňte před teplem a radioaktivními zdroji/Beskyt mod varme og radioaktive kilder/Vor Hitze und radioaktiven Quellen schützen/Na protačetejete από θερμότητα και ραδιενεργές πηγές/Proteger de fuentes de calor y radioactivas/Suojattava lämmöltä ja radioaktiivisilta lähteiltä/Protéger de la chaleur et des sources radioactives/Zaštitite od izvora topline i radioaktivnih izvora/Hótól és radioaktív forrásoktól óvni kell/Proteggere da calore e sorgenti radioattive/熱や放射線源から防護すること/열 및 방사능 발생원을 피하십시오./Saugoti nuo šilumos ir radioaktyvių šaltinių/Bescherm tegen hitte en radioactieve bronnen/Må beskyttes mot varme og radioaktiv stråling/Chronić przed wysoką temperaturą i źródłami promieniowania radioaktywnego/Proteger do calor e de fontes radioativas/Proteger do calor e de fontes radioativas/Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения/Zaštititi pred vroćino in radioaktivnimi viri/Skydda från värme och radioaktivitet/Isidan ve radjoaktiv kaunaklardan koruyun/防止热源和辐射源/避免靠近热源和放射源/Kaitsta kuumuse ja radioaktiivsete allikate eest/Aizsargāt no karstuma un radiācijas avotiem/Да не се изложува на извори на топлина и радиоактивно зрачење/A se feri de căldură și surse radioactive/Zaštititi od toplote i radioaktivnih izvora/Chraňte pred teplom a rádioaktívnymi zdrojmi/Тримати подалі від джерел тепла й радиоактивного випромінювання/Lindungi dari sumber panas dan radioaktif/Bảo vệ tránh nhiệt và nguồn phóng xạ
	Keep dry/بجب الحفاظ عليه جافاً/Пазете сухо/Uchovávejte v suchu/Opbevares tørt/Vor Nässe schützen/Διατηρείτε στεγνό/Mantener seco/Pidettävä kuivana/Conserver au sec/Držati na suhom/Száráz helyen tárolandó/Conservare in luogo asciutto/水濡厳禁/건조한 상태 유지/Laikyti sausai/Droog houden/Må holdes tørr/Chronić przed wilgocią/Manter seco/Manter seco/Не допускать попадания влаги/Hranite na suhem/Förvara torrt/Kuru tutun/保持干燥/保持乾燥/Hoida kuivas/Turèt sausu/Да се чува на суво/A se păstra în locuri ferite de umiditate/Čuvati na suvom/Uchovávejte v suchu/He допускати потрапляння вологи/Jaga agar tetap kering/Giữ khô ráo
	Humidity Limitation/الحد الرطوبة/Ограничение за влажността/Omezení vlhkosti/Maks. fugtighed/Feuchtigkeitsbegrenzung/Περιορισμός υγρασίας/Limitación de humedad/Kosteusraja/Limites d'humidité/Ograničenje vlažnosti/Páratartalom korlátozása/Limitazione dell'umidità/湿度限界/습도 제한/Drėgnumo apribojimas/Vochtigheidsgrenzen/Grenser for luftfugtighet/Ograniczenia wilgotności/Limitação de humidade/Limite de umidade/Допустимий діапазон вологості/Omejitvev vlažnosti/Lufftugtighet/Nem Sınırlaması/湿度限制/濕度限制/Niiskuspiirang/Mitruma ierobežojums/Ograničuvanje na vlažnost/Limită de umiditate/Ograničenje vlažnosti/Obmedzenie vlhkosti/Допустимий діапазон вологості/Batasan Kelembapan/Giới hạn độ ẩm

ISO 15223-1:2021 (Continued)

Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labeling and information to be supplied

Symbol	Title of Symbol
	Atmospheric pressure limitation/حد الضغط الجوي/Ограничение за атмосферното налягане/Оmezení atmosférického tlaku/Maks. atmosfærisk tryk/Luftdruckbegrenzung/Περιορισμός ατμοσφαιρικής πίεσης/Limitación de presión atmosférica/Ilmanpaineraja/Limites de pression atmosphérique/Ograničenje atmosferskog tlaka/Légköri nyomás korlátozása/Limitazione della pressione atmosferica/大気圧限界/주변 기압 제한/Atmosferos slėgio apribojimas/Atmosferische-drukgrenzen/Grenser for atmosfærisk trykk/Ograniczenia ciśnienia atmosferycznego/Limitação de pressão atmosférica/Limitação da pressão atmosférica/Допустимый диапазон атмосферного давления/Оmejitev atmosferskega tlaka/Lufttryck/Atmosfer basıncı sınırlaması/大気圧限制/大氣壓力限制/Atmosfäärirõhu piirang/Atmosfēras spiediena ierobežojums/Ограничување на атмосферскиот притисок/Limită de presiune atmosferică/Ograničenje vazdušnog pritiska/Obmedzenie atmosférického tlaku/Допустимий диапазон атмосферного тиску/Batasan tekanan atmosfer/Giới hạn áp suất khí quyển
	Contains or presence of natural rubber latex/يحتوي على أو يتضمن لثي مطاطي طبيعي/Съдържа или има наличие на естествен каучуков латекс/Obsahuje přírodní latex/Indeholder eller tilstedeværelse af naturlatex/Enthält Naturlatex/Περιέχει ή παρουσιάζει φυσικό ελαστικό λάτεξ/Contiene látex de caucho natural/Sisältää luonnonkumia/Contient du latex de caoutchouc naturel ou présente des traces/Sadrži prirodnu gumu lateks ili je ima u trgovima/Természetes gumilátexet tartalmaz/Contiene o presenta tracce di lattice di gomma naturale/天然ゴムラテックスの含有または存在/천연 고무 라텍스 포함/Яa naturalaus gumos lateks/Bevat natuurlijke rubberlatex of sporen daarvan/Innehold eller nærvær av naturlig gummilatex/Zawiera naturalną gumę lateksową/Contém ou está presente látex de borracha natural/Contém látex de borracha natural/Содержит натуральный латекс/Vsebuje ali je v pakiranju prisoten naravni lateks/Innehåller naturgummilatex/Doğal kauçuk lateks içerir veya bulundurur/内含或存在天然乳胶/含有天然橡膠乳膠成分/Loodusliku kummilateksi sisaldus või olemasolu/Satur vai var saturēt dabīgo gumiju (lateksu)/Содржи или има присуство на природен латекс/Continut sau prezentă de latex/cauciuc natural/Sadrži ili ima u trgovima prirodnu gumu/Obsahuje prírodný kaučukový latex alebo je prítomný/Містить натуральний латекс/Mengandung lateks karet alami/Chứa hoặc hiện diện mủ cao su tự nhiên
	Sampling site/موقع للاختبار/Място на вземане на проба/Místo odběru vzorků/Udtagningssted/Probenahmestelle/Τοποθεσία δειγματοληψίας/Punto de muestreo/Näytteenotto kohta/Site de prélèvement/Mjesto uzimanja uzorka/Mintavételi hely/Sito di campionamento/サンプリングサイト/시료 채취 위치/Méginio éimio vieta/Locatie van monstername/Prøvested/Miejsce pobierania/Local de colheita/Local de amostra/Зона отбора проб/Место взорčenja/Provtagningställe/Numune alma alanı/采样点/採樣部位/Proovivõtukoht/Parauga paņemšanas vieta/Место на земање примерок/Locul de prelevare/Место uzimanja uzorka/Miesto odboru vzorky/Зона відбору проб/Lokasi pengambilan sampel/Dia điếm lấy mẫu
	Fluid path/مسار السائل/Път на течността/Dráha kapaliny/Væskesti/Flüssigkeitsdurchfluss/Διαδρομή υγρού/Trajectory de líquido/Nestetie/Circuit de liquide/Put tekućine/Folyadékútvonal/Percorso del fluido/液体流路/용액 경로/Skysčio linija/Vloeistofpad/Væskesbane/Droga przeływu płynu/Percorso do fluido/Caminho do fluido/Канал для жидкости/Pot tekočine/Vätskebana/Sıvı yolu/液路/流體路徑/Vedeliku teekond/Şkidruma ceļš/Патек на течността/Parcursul lichidelor/Putanja tečnosti/Dráha tekutiny/Канал для рідин/Jalur cairan/Đường dẫn chất lỏng
	Non-pyrogenic/غير مؤد للحمى/Непирогенно/Nepirogeni/Uden pyrogen/Pyrogenfrei/Μη πυρογενές/Apirógeno/Pyrogeeniton/Apyrogène/Nepirogeno/Nem lázkelő/Apirogeno/非發熱性/발열성 없음/Nepirogeniskas/Niet-pyrogeen/Ikke-pyrogen/Niepirogenny/Não pirogénico/Não pirogênico/Апирогенно/Nepirogēns/Icke-pyrogen/Pirojenik değildir/无热原/無活體致熱源/Mittepürogeenne/Nepirogēns/Без пироген/Apirogen/Nepirogeno/Nepyrogeenne/Апирогенно/Nonpirogenik/Không có chí nhiệt tố
	Drops per milliliter/عدد القطرات لكل मिलيلتر/Капки на милилитър/Капек на милилитр/Dråber pr. ml/Tropfen pro Milliliter/Σταγόνες ανά χιλιοστόλιτρο/Gotas por mililitro/Pisaraa/ml/Gouttes par millilitre/Kapi po mililitru/Csepp/milliliter/Gocce per millilitro/1 ミリリットルあたりの滴数/밀리리터당 점적 수/Laṣṣu millilitru/Druppels per milliliter/Dråper per milliliter/Liczba kropli na mililitr/Gotas por mililitro/Gotas por mililitro/Число капель на миллилитр/Карпјис на милилитр/Droppar per milliliter/Millitre başına damla/每毫升滴數/每毫升滴數/Tilka ml kohta/Pilieni millilitra/Капки на милилитар/Picături per mililitru/Kapljica po mililitru/Kvapiek na mililiter/Кількість крапель на мілілітр/Tetes per milliliter/Giọt trên mililit
	Liquid filter with pore size/فلتر للسوائل مع حجم المسام/Филтър за течност с размер на порите/Kapalinový filtr s velikostí porů/Flydende filter med porestørrelse/Flüssigkeitsfilter mit Porengröße/Φίλτρο υγρού με μέγεθος πόρων/Filtro de líquido con tamaño de poro/Nestesuodatin ja huokoskoko/Filtre à liquide avec taille de pores/Filtar tekućina s veličinom otvora/Folyadékszűrő és pórusméret/Filtro per liquidi con dimensione pori/液体フィルターと孔径/액체 필터 및 공극 크기/Skysčio filtras su porų dydžiu/Vloeistoffilter met poriegrootte/Væskefilter med porestørrelse/Filtr fazy cieklej z porami o określonym rozmiarze/Filtro de líquidos com tamanho de poros/Filtro de líquido com o tamanho dos poros/Филтър для жидкости и размер пор/Filtri za tekočine z velikostjo por/Vätskefilter med porstorlek/Gözenek boyutlu sıvı filtresi/标明孔径的液体过滤器/搭配各孔径大小的液體過濾器具/Poori suuresageda vedelikufilter/Şkidruma filtrs ar poru izmēru/Филтър за течност со големина на пори/Filtru de lichide cu dimensiune a porilor/Filter za tečnost sa veličinom pora/Tekutij filter s pórrovu veľkostí/Филтър для рідини й розмір пор/Filter cairan dengan ukuran pori/Bộ lọc chất lỏng với kích thước lỗ lọc
	One-way valve/صمام أحادي الاتجاه/Еднопосочен клапан/Jednocestný ventil/Envejsventil/Rückschlagventil/Αντεπίστροφη βαλβίδα/Válvula unidireccional/Yksisuuntaventtiili/Vanne monoivoie/Jednosmjerni ventil/Egyirányú szelep/Valvola unidirezionale/一方向弁/일방향 밸브/Vienkryptis vožtuvas/Eenwegklep/Ēnvejsventil/Zawór jednokierunkowy/Válvula unidireccional/Válvula unidireccional/Обратный клапан/Enosmjerni ventil/Envägsventil/Tek yönlü valf/单向阀/單向閥/Ühesuunaline ventiil/Vienvirziena vārsts/Еднонасочен вентил/Suvarā unidireccionalā/Jednosmjerni ventil/Jednocestný ventil/Зворотний клапан/Katup searah/Van một chiều
	Patient number/رقم المريض/Номер на пациент/Číslo pacienta/Patientnummer/Patientnummer/Αριθμός ασθενούς/Número de paciente/Potilasnumero/Numéro de patient/Broj pacijenta/Betegszám/Numero paziente/患者番号/환자번호/Paciento numeris/Patiëntnummer/Pasientnummer/Numer pacienta/Número de paciente/Número do paciente/Номер пациента/Številka pacienta/Patientnummer/Hasta numarası/患者编号/病患編號/Patsiendi number/Pacienta numurs/Број на пациент/Număr pacient/Broj pacijenta/Číslo pacienta/Номер пациента/Nomor pasien/Mã số bệnh nhân
	Unique device identifier/معرف الجهاز الفريد/Унікален идентификатор на устройство/Jedinečný identifikátor prostredku/Unik enhedsidentifikator/Eindeutige Gerätekennung/Αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος/Identificador único de dispositivo/Yksilöllinen laitenumiste/Identifiant unique de l'appareil/Jedinstvena oznaka proizvoda/Egyedi eszközazonosító/Identificatore univoco del dispositivo/デバイス固有のID/고유 장치 식별자/Unikalus priemonės identifikatorius/Unieke apparaat-id/Unik enhetsidentifikator/Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu/Número de identificação único do dispositivo/Identificador único do dispositivo/Унікальний ідентифікатор пристрою/Edinstven identifikator pripomočka/Unik enhetsidentifiserare/Benzersiz cihaz tanımlayıcısı/唯一设备标识符/單一裝置識別碼/Seadme unikaalne identifikaator/Unikālais ierīces identifikators/Єдинствен ідентифікатор на уредот/Identificator unic al dispozitivului/Jedinstveni identifikator uređaja/Jedinečný identifikátor zariadenia/Унікальний ідентифікатор пристрою/Pengidentifikasi khusus/Mã nhận dạng thiết bị duy nhất

Symbol	Title of Symbol
	Open here/افتح هنا/Отворете тук/Отврите zde/Åbnies her/Hier öffnen/Avoίξτε εδώ/Abrire aquí/Avataan tästä/Ouvrir ici/Otvoriti ovdje/Itt nyílik/ Aprire qui/ここを開く/여기를 열기/Atidaryti čia/Hier öffnen/Åpne her/Otvórz tutaj/Abra aquí/Abra aquí/Открывать здесь/Отprite tukaj/Öppna här/Buradan açın/在此打开/由此處開啟/Ava siit/Åtvért šeit/Отвори овде/Deschideți aici/Otvoriti ovdje/Otvorit' tu/Відкрийте тут/Buka di sini/Mở ở đây


Additional Symbols and Markings

Symbol	Title of Symbol
	<p>By Prescription Only for US/بموجب وصفة فقط في الولايات المتحدة/Само по предписаније за САШ/Na předpis pouze v USA/Receptpligtig medicin (kun for USA)/Verschreibungspflichtig in den USA/Μόνο με συνταγογράφηση για τις ΗΠΑ/Solo con prescripción en EE. UU./Vain reseptillä (Yhdysvallat)/Uniquement sur prescription pour les États-Unis/Samo na recept za SAD/Az USA-ban csak vényre kapható/Solo su prescrizione per gli Stati Uniti/米国において処方専用/미국의 경우 처방전이 있어야 구매 가능/JAV tik su receptu/In de VS alleen op voorschrift/På resept Bare i USA/Na terenie Stanów Zjednoczonych wyrób dostępny wyłącznie na recepte/Apenas com prescrição médica para os EUA/Por prescrição, somente nos US/Тільки по предписанию врача (для США)/V ZDA samo na recept/Receptbelagd endast för USA/ABD/de Sadece Reçete ile Satılır/仅凭处方 (美国)/美國地區僅限憑處方使用/Ainult retsepti alusel (USA)/Ar recepti tikai ASV/Во САД, само на рецепт/Doar pe bază de prescripție medicală pentru SUA/Samo na recept za SAD/Len na predpis pre Spojené štáty/Для США: тільки за рецептом/Harus Menggunakan Resep untuk AS/Theo toa chỉ dành cho Hoa Kỳ</p> <p>Caution: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a licensed practitioner/يحظر القانون الاتحادي بيع هذا الجهاز تنبيه: يحظر القانون الاتحادي بيع هذا الجهاز أو بناء على طلبه/Внимание: Федеральное право ограничивает продажбу на това устройство от или по поръчка на лицензиран практикуващ специалист/Upozornění: Federální zákony omezují prodej tohoto prostředku lékaři nebo na objednávku lékaře s licenci/Bemærk: I henhold til amerikansk lovgivning må dette produkt kun sælges af eller på ordination af en læge/Vorsicht: Laut US-Bundesgesetz darf dieses Gerät nur an einen zugelassenen Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden/Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία περιορίζει την πώληση της παρούσας συσκευής από αδειοδοτημένο ιατρό ή κατόπιν εντολής αυτού/Atención: la ley federal limita la venta de este dispositivo a un profesional autorizado o por orden de este/Varoitus: Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myynnin laillistetuille lääkäreille, tai sitä saa myydä vain laillistetun lääkärin määräyksestä./Attention : selon la loi fédérale américaine, cet appareil ne peut être vendu qu'à un professionnel de santé qualifié ou sur demande d'un professionnel de santé qualifié/Opze: Savezrim zakonom prodaja ili narudžba ovoga uređaja ograničena je na licencirane liječnike/Figyelem: Az Egysült Államok szövetségi törvényei szerint az eszköz csak engedéllyel rendelkező szakember árusíthatja vagy írhatja fel/Attenzione: la legge federale limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su presentazione di prescrizione medica/注意: 米国連邦法により、本機器の販売は認可された医療従事者が行うか、その指示により行う必要がある/주의: 미국연방법에서는 면허를 소지한 전문의료인의 주문에 의해서만 이 장비를 판매하도록 제한하고 있습니다./İspėjimas. Federaliniai įstatymai apriboja šio prietaiso pardavimą turinčio licenciją gydytojo užsakymu ar licenciją turinčiam gydytojui/LET OP: volgens de federale wetgeving mag dit apparaat uitsluitend worden verkocht door of in opdracht van een erkend arts/Advarese: Nasjonale lover begrenser salg av enheten til å gjøres av eller etter ordre fra en praktiserende lege/Przestroga: prawo federalne zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie lekarzowi lub na jego zlecenie/Atenção: a lei federal restringe a venda deste dispositivo por ou a pedido de um médico licenciado/Cuidado: A Lei Federal limita a venda deste dispositivo a um médico licenciado/Внимание! Согласно федеральному законодательству продажа этой продукции разрешена только медицинским специалистам или по их заказу/Pozor: Zvezni zakon dovoljuje prodaju tega pripomočka le zdravnikom oz. po naročilu zdravnika z licenco/Försiktighet: Enligt federal lag (USA) får denna anordning endast säljas av legitimerad läkare eller på legitimerad läkares ordination/Dikkat: Federal Yasa bu cihazın satışını yalnızca lisanslı bir hekim tarafından veya hekimin emriyle yapılabilecek şekilde sınırlandırmıştır/注意: 美国联邦法律规定本器械仅可由执业医师出售或凭其处方出售/注意: 聯邦法規規定此裝置僅限由領有醫師執照的執業醫師販售或依其醫令販售/Hoiatus: Föderaalseedus lubab seda seadet müüa ainult litsentseeritud arstil või litsentseeritud arsti tellimusel/Uzmanību! Saskaņā ar federālajiem tiesību aktiem šo ierīci atļauts pārdot tikai ārstam vai pēc ārsta pasūtījuma/Внимание: Федеральные законы ја ограничуваат продажбата на овој уред само од страна на или по налог на лицензиран лекар/Atenție: Legislația federală restricționează vânzarea acestui dispozitiv, care poate fi făcută numai de către sau la recomandarea unui medic licențiat/Opze: Savezni zakon dopušta prodaju ovog uređaja samo licenciranim zdravstvenim radnicima ili po njihovom nalogu/Upozomenie: Podľa amerických federálnych zákonov smie túto pomôcku predávať alebo objednávať iba lekár s licenciou/Застереження: Федеральний закон обмежує продаж цього пристрою тільки ліцензованим лікарям або за їхнім замовленням/Perhatian: Undang-Undang Federal hanya memperbolehkan perangkat ini dijual oleh atau atas perintah praktisi berlisensi/Thận trọng: Luật Liên bang hạn chế chỉ cho phép người hành nghề được cấp chứng chỉ bán thiết bị này hoặc bán theo yêu cầu của người hành nghề được cấp chứng chỉ</p>
	<p>European Conformity Mark/علامة المطابقة الأوروبية/Европейска маркировка за съответствие/Evropská značka shody/Europæisk overensstemmelsemærke/CE-Kennzeichnung/Ευρωπαϊκή σήμανση συμμόρφωσης/Marca de conformidad europea/Eurooppalainen yhdenmukaisuusmerkintä/Marquage de conformité européenne/Europiski znak skladnosti/Európai megfelelőségi jelölés/Marchio di conformità europea/歐洲適合性マーク/유럽공동체 마크/Europos atitikties sertifikatas (CE)/Markering voor Europese conformiteit/Europisk godkjennelsemerke/Oznaczenie zgodności z wymogami Unii Europejskiej/Marcação de conformidade europeia/Marca de Conformidade Europeia/Маркировка CE/Европска ознака складности/Europeiskt överensstämmelsemärke/Avrupa Uygunluğu İşareti/歐洲共同体合規標誌/歐洲符合性標誌/Euroopa vastavusmärgis/Eiropas atbilstības atzīme/Ознака за европска сообразност/Marca de conformitate europeană/Evropska oznaka usaglašenosti/Značka zhody (CE)/Європейський знак відповідності/Tanda CE/Dấu phù hợp Châu Âu</p>



Additional Symbols and Markings (Continued)	
Symbol	Title of Symbol
TK XX-XX	Canadian Registration for Test Kit/التسجيل الكندي لحزمة الاختبار/Канадска регистрация за тестов комплект/Kanadská registrace testovací soupravy/Canadisk registrering for testsæt/Registrierung des Testkits in Kanada/Καταχώριση Καναδά για το kit εξέτασης/Registro canadense para el kit de pruebas/Testipakkauksen rekisteröinti Kanadassa/Enregistrement du kit de test au Canada/Kanadska registracija za komplete za testiranje/Kanadai tesztkészlet-regisztráció/Registrazione canadese per il kit per test/検査キットのカナダ登録番号/테스트 키트에 대한 캐나다 등록 번호/Testų rinkinio registracija Kanadoje/Canadese registratie voor testkit/Kanadisk registrering for testsett/Kanadyjski numer rejestracyjny zestawu do oznaczeń/Registo canadiano do kit de teste/Kit de Teste para Registro Canadense/Регистрация тестового набора в Канаде/Kanadska registracijska oznaka za testni komplet/Kanadensisk registrering av testkit/Kanada Test Kiti Kaydu/加拿大检测试剂盒注册号/檢驗套件加拿大註冊/Testimiskomplekti registreering Kanadas/Kanadas testa komplekta registrācija/Kanadska registracija za kompletot za testiranje/Inregistrare canadiană pentru trusa de testare/Kanadska registracija za komplet za testiranje/Kanadská registrácia testovacej súpravy/Канадська реєстрація тестового набору/Pendaftaran Kit Pengujian untuk Kanada/Dăng ký Bộ kit xét nghiệm ở Canada
→	Requires Reconstitution/يتطلب إعادة بناء/Изисква възстановяване/Vyžaduje rekonstituci/Kræver rekonstitution/Rekonstitution erforderlich/Απαιτεί αναούσταση/Requiere reconstitución/Sekoitettava nesteeseen/Reconstitution nécessaire/Zahitjeva obnovu/Elkészítés szükséges/Da ricostituire/再構成が必要/재구성 필요/Reikia sumaišyti/Reconstitutie vereist/Krever rekonstituering/Wymaga rekonstytucji/Requer reconstituicão/Requer reconstituicão/Требуется разведение/Zahteva rekonstitucijo/Kræver rekonstituering/Sulandirma Gerektirir/需要复溶/需要回溶/Vajab lahustamist/Jäätiskäida/Потребна е реконституция/Necesită reconstituire/Neophodna je rekonstitucija/Vyžaduje rozriedenie/Потребує розведення/Мемерlukan Rekonstitusi/Yêu cầu hoàn nguyên

CLP regulation (EC) No 1272/2008 The Global Harmonized System (GHS)	
Symbol	Description of Symbol
 Health Hazard	<ul style="list-style-type: none"> Carcinogen/مادة مسرطنة/Канцероген/Karcinogen/Kræftfremkaldende/Karzinogen/Καρκινογόνο/Cancerígeno/Karsinogeneeni/Carcinogène/Karcinogen/Rákkeltő/Carcinogenicità/発がん性/발암성/Kancerogenas/Carcinogeen/Kreftfremkallende/Działanie rakotwórcze/Cancerígeno/Cancerígeno/Канцерогенное вещество/Rakotvorno/Cancerogent ämne/Karsinojen/致癌物/致癌物/Kantserogeenne/Kancerogēns/Канцерогено/Carcinogen/Kancerogen/Karcinogénne/Канцерогенність/Karsinogen/Tác nhân gây ung thư Mutagenicity/طفرة/Мутагенност/Mutagenicità/Mutagenicitet/Mutagenität/Μεταλλαξίγνεση/Mutagénesis/Mutagenisuus/Mutagénicité/Mutagenost/Mutagenitás/Mutagenicità/變異原性/돌연변이 유발성/Mutageninis poveikis/Mutageniteit/Mutagenisitet/Działanie mutagenne/Mutagenicidade/Mutagenicidade/Мутагенное действие/Mutageno/Mutagenitet/Mutajenite/诱变性/致突變性/Mutagensus/Mutagenitate/Мутагеност/Mutagenicitate/Mugatenost/Mutagénnost/Мутагенність/Mutagenisitas/Tính gây đột biến Reproductive Toxicity/سمية تكاثرية/Репродуктивна токсичност/Reprodukční toxicita/Reproduktionstoksicitet/Reproduktionstoxizität/Τοξικότητα στην αναπαραγωγή/Toxicidad para la función reproductora/Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset/Toxicité pour la reproduction/Reproduktivna toksičnost/Reproduktiv toxicitás/Tossicità riproduttiva/生殖毒性/생식기 독성/Toksinis poveikis reprodukciai/Reproductieve toxiciteit/Reproduksjonstoksitet/Działanie toksyczne na rozrodczość/Toxicidade reproductiva/Toxicidade reproductiva/Токсическое воздействие на репродуктивную систему/Strupeno za razmnoževanje/Reproduktionstoxicitet/Üreme Toksisitesi/生殖毒性/生殖毒性/Reproduktiivtoksilisus/Toksisks reprodukciai sistemai/Репродуктивна токсичност/Toxicitate pentru reproducere/Reproduktivna toksičnost/Reprodukčná toxicita/Репродуктивна токсичність/Toksisitas Reprodukтив/Độc tính sinh sản Respiratory Sensitizer/مادة محسسة للجهاز التنفسي/Респираторен сензибилизатор/Respirační senzibilátor/Respiratorisk sensibilisator/Inhalationsallergen/Ευαισθητοποιητικό του αναπνευστικού συστήματος/Sensibilización respiratoria/Hengitysteitä herkistävä aine/Sensibilisant respiratoire/Preosjetljivost ako se udiše/Légzőszerv-érzékenyítő/Sensibilizante respiratorio/呼吸器感作性物質/호흡기 감작/Kvėpavimo takus jautrinanti medžiaga/Sensibilisatie van de luchtwegen/Respiratorisk sensibilisator/Działanie uczulające na drogi oddechow/Sensibilizante respiratório/Sensibilizante respiratório/Респираторный сензибилизатор/Povzročitelj preobčutljivosti dihal/Luftväggssensibilisering/Solumun Yolunda Hassasiyet/呼吸致敏物/呼吸道致敏物/Hingamisteede sensibiliseeriija/Elpceļu kairinātājs/Респираторен сензибилизатор/Cauzează sensibilizarea căilor respiratorii/Respiratorni senzibilizator/Respiračný senzibilizátor/Респираторна сензибілізація/Алерген Pernapasan/Tác nhân nhạy hô hấp Target Organ Toxicity/سمية العضو المستهدف/Токсичност за целеви орган/Toxicita pro specifické cílové orgány/Toksicitet for målorgan/Zielorgan-Toxizität/Τοξικότητα στα όργανα-στόχους/Toxicidad en determinados órganos/Elinkohtainen myrkyllisyys/Toxicité pour certains organes cibles/Toksičnost za ciljni organ/Célszervet érintő toxicitás/Tossicità per organi bersaglio/標的臟器毒性/표적 장기 독성/Toksiškumas atskiruose organuose/Doelorgaantoxiciteit/Målorgantoksitet/Działanie toksyczne na narządy docelowe/Toxicidade para órgãos-alvo/Tóxico para órgãos/Токсическое воздействие на орган-мишень/Strupenost za posamezne organe/Målorgantoxicitet/Hedef Organ Toksisitesi/靶器官毒性/目標器官毒性/Sihtorgani toksilisus/Toksiska ietekme uz mērķorgāni/Токсичност за целниот орган/Toxicitate asupra unui organ țintă specific/Toksičnost za ciljni organ/Toxicita cielových orgánov/Токсичність для органів-мішеней/Toksisitas Organ Target/Độc tính cơ quan đích Aspiration Toxicity/سمية الدخول إلى الجسم/Токсичност при аспирации/Aspirační toxicita/Aspirationstoksicitet/Aspirationstoxizität/Τοξικότητα διά αναρρόφησης/Toxicidad en caso de aspiración/Myrkyllistä hengitettynä/Toxicité par aspiration/Opasnost od aspiracije/Belégzési toxicitás/Tossicità per aspirazione/呼吸器系毒性/흡입시 독성/Toksiškumas įkvėpus/Aspiratietoxiciteit/Innåndingstoksitet/Działanie toksyczne spowodowane aspiracją/Toxicidade de aspiração/Tóxico. Inalável/Токсическое воздействие при аспирации/Strupenost pri vdihavanju/Aspirationstoxicitet/Aspirasyon Toksisitesi/吸入毒性/吸入毒性/Aspiratsioitoksilisus/Toksisks ieelpojot/Токсичност при вдихуванні/Toxicitate prin aspirare/Opasnost od aspiracije/Toxicita pri vdýchnutí/Аспираційна токсичність/Toksisitas Aspirasi/Độc tính đường hô hấp






CLP regulation (EC) No 1272/2008 (Continued)
The Global Harmonized System (GHS)

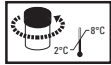

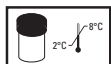
Symbol	Description of Symbol
 <p>Flame</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Flammables/مواد قابلة للاشتعال/Запалими вещества/Hořlavé/Brandfarlig/Entzündbare Stoffe/Εύφλεκτα/Materiales inflamables/Helposti syttyvät aineet/Inflammables/Zapaljivo/Gyúlékony anyagok/Inflammabili/可燃性/가연성/Degi medžiaga/Ontvlambare stoffen/Brannfarlig materiale/Substancje łatwopalne/Inflamáveis/Inflamável/Горючее вещество/Vnetljivo/Brandfarligt/Yanıcı Maddeler/易燃物/易燃物/Tulehtlikud/Uzliesmojošas vielas/Запаливи материји/Materiale inflamabile/Zapaljive materije/Horlaviny/Горючі речовини/Bahan Mudah Terbakar/Chất dễ cháy • Pyrophorics/مواد تلقائية الاشتعال/Пирофорни вещества/Pyroforni/Pyroforisk/Pyrophore Stoffe/Πυροφορικά/Πυροφόριος/Itsestään syttyvät aineet/Substances pyrophoriques/Piroforme tekucine i krutine/Spontán gyulladó anyagok/Prodotti piroforici/自然発火性/인화성/Piroforin medžiaga/Pyroforen/Pyroforisitet/Substancje piroforyczne/Piroforicos/Pirofóbico/Пирофорное вещество/Piroforiki/Pyrofor/Piroforik Maddeler/引火物/發火物質/Pürofoorsed ained/Pirofori/Пирофорни материји/Substançe piroforice/ Piroforme supstance/Samovznietievé látky/Пирофорни речовини/Piroforik/Chất tự cháy • Self-Heating/مواد ذاتية الإحماء/Самонагрыващо се/Samozahřívací/Selvopvarmende/Selbsterhitzungsfähige Stoffe/Autoθερμαινόμενα/Se caliente espontáneamente/Itsestään lämpenevä/Matière auto-échauffante/Samozagrijavajuće stvari i smjese/Önmelegedő/Autoriscaldante/自己発熱性/자체발열/Savaime kaista/Zelfverwarmend/Selvoppvarmende/Substancje samonagrzewające się/Suscetível de autoaquecimento/Autoaquecedor/Самонагревающаяся вещество/Samosegrevanje/Självupphettande/Kendiliğinden Isinan/自发热/自熱性/Isekuumenev/Pašuzsilde/Самозагревање/Cu autoîncălzire/Samozapaljivo/Samovolne sa zahrieva/Самонагрівання/Пеманасан Mandiri/Tự đốt nóng • Emits Flammable Gas/مواد قابلة للاشتعال/إصدار غاز قابل للاشتعال/Издълчва запалим газ/Emituje hořlavé plyny/Afgiver brændbare gasser/Entwickelt entzündbares Gas/Εκλύει εύφλεκτο αέριο/Emite gas inflamable/Vapauttaa syttyvää kaasua/Émet des gaz inflammables/Отпушта zapaljive plinove/Gyúlékony gázt kibocsátó anyag/Emette gas infiammabile/可燃性/引火性の高いガスを放出/가연성 가스 발생/İşkiriya degias dujas/Stoot ontvlambare gassen uit/Avgir brannfarlige gasser/Powoduje wydzielanie gazów łatwopalnych/Emite gás inflamável/Emite gás inflamável/Выделяет горючие газы/Oddaja vnetljive pline/Avger brandfarlig gas/Alevnir Gaz Yayar/释放易燃气体/散發易燃氣體/Eraldab tulehtlikku gaasi/Izdala uzliesmojošu gāzi/Испушта запалив газ/Emite gaze inflamabile/Emituje zapaljivi gas/Produkuje horľavý plyn/Виділяє горючий газ/Mengeluarkan Gas Mudah Terbakar/Tỏa ra khí dễ cháy • Self-Reactives/مواد ذاتية التفاعل/Самореактивни вещества/Samoreaktivní/Selvreaktiv/Selbstzersetzliche Stoffe/Αυτοαντιδρώντα/Reacciona espontáneamente/Itsereaktiivinen/Matière auto-réactive/Samoreagirajuće stvari i smjese/Önreaktív anyagok/Autoreattivi/自己反応性/자체반응성/Savaiminio reagavimo medžiaga/Zelfreagerend/Selvreaktive stoffer/Substancje samoreaktywne/Suscetível de reatividade/Autorreativo/Самореактивное вещество/Samoreaktivno/Självreaktiv/Kendiliğinden Reaktifler/自反应/自反應物質/Isereageerivad/Pašreaģējošas vielas/Самореактивни материји/Substançe autoreactive/Samoreaktivne supstance/Samoreaktivné látky/Самореактивні речовини/Dapat Bereaksi Mandiri/Chất tự phản ứng • Organic Peroxides/بيروكسيديات عضوية/Органични пероксиди/Organické peroxidy/Organiske peroxider/Organische Peroxide/Organiká υπεροξειδια/Peróxidos orgánicos/Orgaanisia peroksidgeja/Peroxydes organiques/Organski peroksidi/Szerves peroxidok/Perossidi organici/有機過酸化物/유기 과산화수소/Organiniai peroksidai/Organische peroxides/Organiske peroksider/Nadtlenki organiczne/Peróxidos orgânicos/Peróxidos orgânicos/Органические пероксиды/Organski peroksidi/Organiska peroxider/Organik Peroksitler/有机过氧化物/有機過氧化物/Orgaanilised peroksiidid/Organiske peroksidi/Organiski peroksidi/Пероксиди/Organici/Organiski peroksidi/Organické peroxidy/Organічні пероксиди/Peroksida Organik/Perokxit hũu cõ

CLP regulation (EC) No 1272/2008 (Continued)
The Global Harmonized System (GHS)

Symbol	Description of Symbol
 <p>Exclamation Mark</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Irritant (skin and eye)/(المهيجة للبشرة والعيون)/Дразнител (кожа и очи)/Dráždivé (pro pokožku a oči)/Lokalirriterende (hud og øjne)/Reizend (Haut und Augen)/Ερεθιστικό (δέρμα και οφθαλμοί)/Irritante (piel y ojos)/Ärsyttää ihoa ja silmiä/Irritant (peau et yeux)/Nadražujuće (koža i oči)/Irritaló hatás (bőr és szem)/Irritante (per cute e occhi)/刺激性物質 (皮膚と目)/자극성(피부 및 안구)/Dirginanti (odą ir akis) medžiaga/Irriterend (huid en ogen)/Irriterende (hud og øye)/Działanie drażniące (na skórę i oczy)/Irritante (pele e olhos)/Irritante (pele e olhos)/Раздражитель (кожи и глаз)/Draži (kožo in oči)/Irriterande (hud och ögon)/Tahriş edici (cilt ve göz)/刺激物 (皮肤和眼睛)/刺激物 (刺激皮膚和眼睛)/Ärritav (nahk ja silmad)/Kairinošš (ādaļ un acīm)/Предизвикува надразнување (кожа и очи)/Iritant (pele și ochi)/Nadražujuće (koža i oči)/Dráždivá látka (pre kožu a oko)/Подразник (шкіра й очи)/Iritan (kulit dan mata)/Chất gây kích ứng (da và mắt) • Skin Sensitizer/مادة محسسة للبشرة/Кожен сенсibiliзатор/Senzibilátor pokožky/Hudsensibilisator/Hautallergen/Ευαισθητοποιητικό του δέρματος/Sensibilización cutánea/Ihoa herkistävä aine/Sensibilisant cutané/Preosjetljivost kože/Bőrzékennyítő/Sensibilizzante cutaneo/皮膚感作性物質/피부 자극성/Odą jautrinanti medžiaga/Sensibilisatie van de huid/Hudsensibilisator/Działanie uczulające na drogi oddechowe/Sensibilizante cutâneo/Sensibilizador epitelial/Кожный сенсibiliзатор/Povzročitel preobčutljivosti kože/Hudsensibilisering/Ciltte Hassasiyet/皮肤致敏物/皮膚致敏物/Naha sensibiliiserija/Ādas kairinātājs/Сенсibiliзатор на кожата/Cauzează sensibilizarea pielii/Senzibilizator kože/Kožný senzibilizátor/Сенсibiliзація шкіри/Alergen Kulit/Chất gây mẫn cảm da • Acute Toxicity (harmful)/(مؤذية حادة/Остра токсичност (вредно)/Akutni toxicita (škodlivé)/Akut toksicitet (skadelig)/Akute Toxizität (gesundheitsschädlich)/Οξεία τοξικότητα (επιβλαβές)/Toxicidad aguda (nocivo)/Välitön myrkyllisyys (haitallista)/Toxicité aiguë (nocif)/Akutna toksičnost (štetno)/Akut toxicitás (ártalmas)/Tossicità acuta (nocivo)/急性毒性 (有害)/급성 독성 (유해성)/Ūmus toksiškumas (kenksmingas)/Acute toxiciteit (schadelijk)/Akutt toksisitet (skadelig)/Toksyczność ostra (dawka szkodliwa)/Toxicidade aguda (nocivo)/Toxicidade aguda (nocivo)/Острая токсичность (вредное воздействие)/Akutna toksičnost (škodljivo)/Akut toksicitet (skadlig)/Akut Toksisite (zararlı)/急性毒性 (有害)/急性毒性 (有害)/Áge toksilus (kahjulik)/Akūta toksicitāte (kaitīgs)/Акутна токсичност (штетно)/Toxicitate acută (nociv)/Akutna toksičnost (štetna)/Akūtna toxicita (škodlivé)/Гостра токсичність (шкідливий вплив)/Toksitas Akut (berbahaya)/Độc tính cấp tính (có hại) • Narcotic Effects/مخدرات مؤثرة/Наркотични ефекти/Narkotické účinky/Narkotiske virkninger/Narkotische Wirkung/Ναρκοτικές επιδράσεις/Efectos narcóticos/Narkootiset vaikutukset/Effets narcotiques/Narkotični učinci/Narkotikus hatás/Effetti narcotici/催眠効果/마약성/Narkotinis poveikis/Narkotische effecten/Narkotisk virkning/Działanie narkotyczne/Efeitos narcóticos/Efeitos narcóticos/Наркотическое воздействие/Narkotični učinki/Narkotiska effekter/Narkotik Etkiler/麻醉作用/麻醉效應/Narkotiline toime/Narkotiska iedarbība/Наркотични ефекти/Efecte narcotice/Narkotični efekti/Narkotické účinky/Наркотичний вплив/Efek Narkotika/Tác dụng gây nghiện • Respiratory Tract Irritant/مهييج الجهاز التنفسي/Дразнител на дихателните пътища/Dráždivé pro dýchací trakt/Irriterer luftvejene/Wirkt reizend auf Atemwegsorgane/Ερεθιστικό της αναπνευστικής οδού/Irrita las vías respiratorias/Ärsyttää hengitysteitä/Irrite les voies respiratoires/Nadražujuće za dišni sustav/Légutakat irritáló hatás/Irritante per le vie respiratorie/気道刺激性物質/호흡기 자극성/Dirgina kvėpavimo takus/Irriterend voor de luchtwegen/Luftveisirritant/Działanie drażniące na drogi oddechowe/Irritante para as vias respiratórias/Irritante (trato respiratório)/Раздражение дыхательных путей/Draži za dihalne poti/Irriterande för andningssystemet/Solumun Yolunu Tahriş Edici/呼吸道刺激物/呼吸道刺激物/Ärritab hingamisteid/Elrpeļus kairinošš/Предизвикува надразнување на дишните пътища/Iritant pentru căile respiratorii/Nadražuje respiratori trakt/Dráždivá látka pre dýchací trakt/Подразник дихалних шляхів/Iritan Saluran Pernapasan/Chất gây kích ứng đường hô hấp • Hazardous to Ozone Layer (Non-Mandatory)/(غير الزامي)/Опасно за озонския слой (незадължително)/Nebezpečné pro ozonovou vrstvu (Nepovinné)/Farlig for ozonlaget (ikke obligatorisk)/Ozonschichtschädigend (nicht obligatorisch)/Επικίνδυνο για τη στoιβάδα του όζοντος (Μη υποχρεωτικό)/Peligroso para la capa de ozono (no obligatorio)/Vaarallinen otsonikerrokselle (ei pakollinen)/Dangereux pour la couche d'ozone (facultatif)/Oпасно za ozonski omotač (nije obavezno)/Ártalmas az ózonrétegre (Nem kötelező)/Pericoloso per lo strato di ozono (non obbligatorio)/オゾン層への有害性(義務ではない)/오존층 유해성(필수 항목 아님)/Kenkia ozono sluoksniui (neprivalomas)/Schadelijk voor de ozonlaag (niet verplicht)/Skadelig for ozonlaget (ikke påkrevd)/Zagrozenie dla warstwy ozonowej (nieobowiązkowe)/Perigoso para a camada de ozono (não obrigatório)/Perigoso para a camada de ozônio (Não obrigatório)/Опасность для озонowego слоя (необязательно)/Nevarno za ozonski plašč (nezavezujoče)/Farligt för ozonskiktet (icke-obligatoriskt)/Ozon Tabakasina Zararlı (Zorunlu Değil)/对臭氧层有害(非强制性)/危害臭氧層(非强制性)/Ohtlik osoonikihile (mittekohustuslik)/Bistams ozona slānim (neobligāti)/Штетен за озонската обвивка (незадължително)/Periculos pentru stratul de ozon (neobligatoriu)/Oпасно po ozonski omotač (opciono)/Nebezpečné pre ozónovú vrstvu (nepovinné)/Небезпечно для озонowego шару (необов'язково)/Berbahaya bagi Lapisan Ozon (Tidak Wajib)/Nguy hiểm đối với tầng ozon (Không bắt buộc)
 <p>Gas Cylinder</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gases Under Pressure/غازات مضغوطة/Газове под налягане/Pliny pod tlakem/Gasser under tryk/Gase unter Druck/Αέρια υπό πίεση/Gases presurizados/Paineistettuja kaasuja/Gaz sous pression/Plinovi pod tlakom/Nyomás alatt lévő gázok/Gas sotto pressione/高压ガス/고압 가스 포함/Slégio veikiamos dujos/Gassen onder druk/Trykksatte gasser/Gazy pod ciśnieniem/Gases sob pressão/Gases sob pressão/Газы под давлением/Plini pod tlakom/Gas under tryck/Basınç Altındaki Gazlar/加压力气体/加壓氣體/Rõhu all olevad gaasid/Gāzes zem spiediena/Гасови под притисок/Gaze sub presiune/Gasovi pod pritiskom/Pliny pod tlakom/Газы під тиском/Gas Bertekanan/Khi dưới áp suất

CLP regulation (EC) No 1272/2008 (Continued)
The Global Harmonized System (GHS)


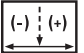
Symbol	Description of Symbol
 <p>Corrosion</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skin Corrosion/Burns/حروق في البشرة/تناكل/Коррозия на кожата/изгаряния/Leptáni pokožky / popáleniny/Hudætsning/ forbrændinger/Hautverätzungen/Verbrennungen/Διάβρωση δέρματος/εγκαύματα/Corrosiõn cutânea/quemaduras/Ihoa syövöttävã/Corrosion/brûlures cutanées/Nagrizajuće za kožu / opekline/Bõrfelmaradás/Égési sérülések/Corrosione cutanea/ustioni/皮膚腐食性/熱傷/피부 부식/화상/Odos ésdinimas / nudegimai/Huidcorrosie/brandwonden/Hudetsing/brannskader/Działanie żrące na skórze/Corrosão/queimaduras cutâneas/Corrosão/queimaduras à pele/Разъедает кожу/вызывает ожоги/Jedkost za kožo/opekline/Frätande/brännande på huden/Cilt Korozyonu/Yanıklar/皮肤腐蚀/灼伤/皮膚腐蝕/灼燒/Nahasõõvitus/põletused/Ádas korozija/ardegumi/Коррозия на кожата/Изгореници/Corodarea pielii/Arsuri/Korozija kože/opekotine/Poleptanie kože/popáleniny/Роз’їдає шкіру та спричиняє опіки/Kerusakan/Luka Bakar pada Kulit/Ân mòn da/Bõng • Eye Damage/للعين ضرر/Увреждане на очите/Poškození zraku/Øjenskader/Augenschäden/Οφθαλμικές βλάβες/Lesiones oculares/Silmiä vaurioittava/Lésions oculaires/Ozljeda oka/Szemsérülés/Danni agli occhi/目に対する損傷性/안구 손상/Žala akims/Oogletsel/Oyeskade/Uszkodzenie oczu/Lesões oculares/Danos aos olhos/Повреждение глаз/Poškodbe oči/Ógonskada/Göz Hasarı/眼睛损伤/損害眼睛/Silmakahjustus/Acu bojājumi/Оштетување на очите/Lezarea ochilor/Oštećenje očiju/Poškodovanie oka/Ушкоджує очі/Kerusakan Mata/Tõn thương mắt • Corrosive to Metals/تآكل المعادن/Корозивно за металите/Korozivni pro kovy/Ætsende for metaller/Korrosiv gegenüber Metallen/Διαβρωτικό για τα μέταλλα/Corrosivo a los metales/Metalleja syövöttävã/Corrosif pour les métaux/Nagrizajuće za metale/Fémeket korrodáló hatás/Corrosivo per i metalli/金屬腐蝕性物質/금속 부식성/Ésdina metalaj/Corrosief voor metalen/Metallkorroderende/Substanje korodujuće metale/Corrosivo para os metais/Вызывает коррозию металлов/Jedkost za kovine/Frätande på metaller/Metaller için Aşındırıcı/金屬腐蝕性/腐蝕金屬/Metalle söövitav/Izraisa metálu koroziju/Корозивно за метали/Coroziv pentru metale/Korozivno za metale/Korózne pre kovy/Викликає корозію металів/Korosif terhadap Logam/Ân mòn kim loại
 <p>Explosing Bomb</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Explosives/مواد متفجرة/Експлозивни/Explosivni/Sprængstoffer/Explosivstoffe/Εκρηκτικά/Explosivos/Räjäheteet/Explosifs/Eksplozivi/Robbanószerek/Esplosivi/爆發物/폭발성 물질/Sprogstamosios medžiagos/Explosieven/Eksplosiver/Materiały wybuchowe/Explosivos/Explosivos/Взрывоопасное вещество/Eksplozivi/Explosiv/Patlayıcılar/爆炸物/爆炸物/Lõhkeained/Språgstvielas/Експлозивни/Materiale explozive/Eksplozivi/Вýбуšniny/Вибухонебезпечні речовини/Mudah Meledak/Thuốc nổ • Self-Reactives/مواد ذاتية التفاعل/Самореактивні вещества/Samoreaktivni/Selvreaktiv/Selbstzersetzliche Stoffe/Αυτοαντιδρώντα/Reacciona espontáneamente/Itsereaktiivinen/Matière auto-réactive/Samoreagirajuće tvari i smjese/Önreaktiv anyagok/Autoreattivi/自己反応性/자체반응성/Savaiminio reagavimo medžiaga/Zelfreagerend/Selvreaktive stoffer/Substanje samoreaktywne/Suscetível de reatividade/Autorreativo/Самореактивное вещество/Samoreaktivno/Självreaktiv/Kendiliğinden Reaktifler/自反应/自反應物質/Isereagerivad/Pašreažejošas vielas/Самореактивни материји/Substanje autoreactive/Samoreaktivne supstance/Samoreaktivne látky/Самореактивні речовини/Dapat Berekasi Mandiri/Chất tự phản ứng • Organic Peroxides/بيروكسيدات عضوية/Органични пероксиди/Organické peroxidy/Organiske peroksider/Organische Peroxide/Organiki uperoxiðia/Peróxidos orgánicos/Orgaanisia peroksidgeja/Peroxydes organiques/Organiski peroksidi/Szerves peroxidok/Perossidi organici/有機過酸化物/유기 과산화수소/Organiniai peroksidai/Organische peroxides/Organiske peroksider/Nadtlenki organiczne/Peróxidos orgânicos/Peróxidos orgânicos/Органические пероксиды/Organiski peroksidi/Organiska peroxider/Organik Peroksitler/有机过氧化物/有機過氧化物/Orgaanilised peroksiidid/Organiskie peroksidi/Organiski peroksidi/Peroxizi organici/Organiski peroksidi/Organické peroxidy/Organični peroksidi/Peroksida Organik/Peroxit hữu cơ
 <p>Flame Over Circle</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oxidizers/موكسدات/Окислители/Oxidanty/Oxiderende/Oxidationsmittel/Οξειδωτικά/Comburentes/Hapettimet/Oxydants/Oksidirajuće tvari/Oxidáló hatású anyagok/Agenti ossidanti/酸化性物質/산화 물질/Oksidatoriai/Oxidatiemiddelen/Oksidanter/Materiały utleniające/Oxidantes/Oxidantes/Окислители/Oksidativna snov/Oxidationsmedel/Oksitleyiciler/氧化剂/氧化劑/Oksüdeerijad/Oksidētāji/Оксидирачи/Oxidanti/Oksidatori/Oksylichovadlá/Окислювачи/Pengoksidasi/Chất oxy hóa
 <p>Environment (Non-Mandatory)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aquatic Toxicity/سمية مائية/Токсичност за водната среда/Toxicita pro vodní prostředí/Vandtoksicitet/Gewässergefährdend/Υδατική τοξικότητα/Toxicidad acuática/Myrkyllinen vesieliöille/Toxicité pour les organismes aquatiques/Opasno za vodeni okoliš/A vízi élővilágra mérgező/Tossicità acquatica/水生環境毒性/수생 유독성/Vandens toksikumus/Gevaar voor het aquatische milieu/Vanntoksisitet/Toksyczne dla środowiska wodnego/Toxicidade aquática/Tóxico a água/Токсично для водных организмов/Strupenost za vodne organizme/Toxicitet i vattenmiljö/Akuatik Toksitate/水生生物毒性/水生生物毒性/Toksiliisus veeekeskonnale/Toksicitate üdens vidē/Токсичност за водната средина/Toxicitate acvatică/Toksicnost po vodenu sredinu/Toxicita pre vodné organizmy/Токсичність для водних організмів/Toksisitas Akuatik/Độc tính thủy sinh
 <p>Skull and Crossbones</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acute Toxicity (fatal or toxic)/(قد تؤدي إلى وفاة أو تسمم)/Остра токсичност (фатална или токсична)/Akutni toxicita (smrtící nebo toxické)/Akut toksicitet (fatal eller giftig)/Akute Toxizität (tödlich oder giftig)/Οξεία τοξικότητα (θανατηφόρο ή τοξικό)/Toxicidad aguda (mortal o tóxica)/Välitön myrkyllisyys (tappavaa tai myrkyllistä)/Toxicité aiguë (mortel ou toxique)/Akutna opasnost (fatalna ili toksična)/Akut toxicitás (halálos vagy mérgező)/Tossicità acuta (fatale o tossico)/急性毒性 (致死性または毒性)/급성 독성 (치명적 또는 중독)/Ūmus toksiškumas (mirtinas arba toksinis)/Acute toxiciteit (dodelijk of toxisch)/Akutt toksisitet (dødelig eller giftig)/Toksyczność ostra (dawka śmiertelna lub toksyczna)/Toxicidade aguda (fatal ou tóxica)/Toxicidade aguda (fatal ou tóxico)/Остра токсичность (смертельно или токсично)/Akutna toksičnost (smrtno ali strupeno)/Akut toxicitet (dødlig eller giftig)/Akut Toksitate (ölümcül veya toksik)/急性毒性 (致命或中毒)/急性毒性 (致命或有毒)/Áge toksiliisus (surmav või mürgine)/Akūta toksicitāte (nāvējoša vai toksiska)/Акутна токсичност (фатално или токсично)/Toxicitate acută (mortal sau toxic)/Akutna toksičnost/Akūtna toxicita (smrtné alebo toxické)/Остра токсичність (смертельно або токсично)/Toksisitas Akut (fatal atau toksik)/Độc tính cấp tính (gây tử vong hoặc độc hại)

Thermo Fisher Symbols	
Symbol	Title of Symbol
CAL	Calibrator/جهاز معايرة/Калибратор/Kalibrátor/Kalibrator/Βαθμονομητής/Calibrador/Kalibraattori/Calibrateur/Kalibrator/Kalibrátor/Calibratore/校正器/칼리브레이터/Kalibratorius/Kalibrator/Kalibrator/Kalibrador/Calibrador/Калибратор/Kalibrator/Kalibrator/Kalibratör/校准品/校正液/Kalibraator/Kalibrators/Калибратор/Calibrator/Kalibrator/Kalibrátor/Калибратор/Kalibrator/Chất hiệu chuẩn/Bộ hiệu chuẩn
CALIBRATOR	Calibrator/جهاز معايرة/Калибратор/Kalibrátor/Kalibrator/Βαθμονομητής/Calibrador/Kalibraattori/Calibrateur/Kalibrator/Kalibrátor/Calibratore/校正器/칼리브레이터/Kalibratorius/Kalibrator/Kalibrator/Kalibrador/Calibrador/Калибратор/Kalibrator/Kalibrator/Kalibratör/校准品/校正液/Kalibraator/Kalibrators/Калибратор/Calibrator/Kalibrator/Kalibrátor/Калибратор/Kalibrator/Chất hiệu chuẩn/Bộ hiệu chuẩn
CONC	Concentration/التركيز/Концентрация/Koncentrace/Koncentration/Konzentration/Συγκέντρωση/Concentración/Pitoisuus/Concentration/Koncentracija/Koncentració/Concentrazione/濃度/농도/Koncentracija/Concentratie/Konsentrasjon/Stężenie/Concentração/Concentração/Концентрация/Koncentracija/Koncentration/Konsantrasyon/浓度/濃度/Konsentratsioon/Koncentracija/Концентрација/Concentrație/Koncentracija/Koncentrácia/Концентрация/Konsentrasi/Nồng độ
Cont.	Contents/المحتويات/Съдържание/Obzah/Inndhold/Inhalt/Περιεχόμενο/Contenido/Sisältö/Contenu/Sadržaj/Tartalom/Contenuto/内容/내용물/Turiny/Inhoud/Innhoud/Zawartość/Conteúdo/Índice/Содержимое/Vsebina/Innehåll/Içindekiler/内容物/内容物/Sisu/Saturs/Соджина/Çonținut/Sadržaj/Obzah/Вміст/Isi/Nội dung
CONTENTS	Contents of Kit/محتويات العتيدة/Съдържание на комплекта/Obzah soupravu/Inndhold af sæt/Inhalt des Kits/Περιεχόμενο του kit/Contenido del kit/Pakkauksen sisältö/Contenu du kit/Sadržaj kompleta/A készlet tartalma/Contenuto del kit/キットの内容/키트 내용물/Rinkinio turiny/Inhoud van pakket/Innhoudet i settet/Zawartość zestawu/Conteúdo do kit/Conteúdo do kit/Содержимое набора/Vsebina kompleta/Kitets innehåll/Kit içeriği/试剂盒内容物/試劑組内容物/Komplekti sisu/Komplekta saturs/Соджина на комплетот/Çonținutul trusei/Sadržaj kompleta/Obzah súpravu/Вміст набору/Isi Kit/Thành phần của bộ kit
	Opened Vial Stability: Refrigerated Temperature/درجة حرارة المبردة/استقرار القارورة المفتوحة/Стабильност на отворения флакон: Температура на охлаждения продукт/Stabilita otevřeného lahvičky: Teplota chlazení/Holdbarhed i åbnet hætteglas: Nedkølet/Haltbarkeit des geöffneten Fläschchens: Kühitemperatur/Σταθερότητα ανοιγμένου φιαλιδίου: Θερμοκρασία ψύξης/Estabilidad del vial abierto: Temperatura refrigerada/Avatun näytepullon stabiilius: jääkaappilämpötilassa/Stabilité du flacon ouvert : température de réfrigération/Stabilnost otvorene epruvete: temperatura za čuvanje u hladnjaku/Stabilitás felbontott üvegben: Hűtött hőmérséklet/Stabilità provetta aperta: temperatura refrigerata/開封後のバイアル安定性: 冷蔵温度/개봉 바이알 안정성: 냉장 보관 온도/Mégintuvelio stabilumas atidarius: Temperatūra šaldant/Stabilitet van geopend flesje: in gekoelde toestand/Stabilitet i åpnet prøveglass: Kjøletemperatur/Stabilność odczynników w otwartej fiole: temperatura chłodzenia/Estabilidade do frasco aberto: Temperatura refrigerada/Estabilidade de abertura do frasco: Temperatura refrigerada/Стабильность после вскрытия флакона: температура охлаждения/Stabilnost odprte vial: temperatura hlajenja/Hållbarhet vid öppnad flaska: kyld temperatur/Açılmış Flakon Stabilitesi: Soğutulmuş Sıcaklık/开瓶稳定性: 冷蔵温度/已開封瓶稳定性: 冷蔵温度/Avatud viaali stabiilius: Külmutamistemperatuur/Atvērtā flakona stabilitāte: temperatūra atdzesētā formā/Стабильност на отворена вијала: Температура на ладенје/Stabilitate în fiola deschisă: Temperatura în stare refrigerată/Stabilnost otvorene bočice: temperatura čuvanja u frižideru/Stabilita otvorenej flaštičky: Teplota chlazení/Стабильність у відкритому флаконі: температура охолодження/Kestabilan Vial yang Sudah Dibuka: Suhu Dingin/Độ ổn định lọ khi đã mở nắp: Nhiệt độ bảo quản lạnh
	Opened Vial Stability: Room Temperature/درجة حرارة الغرفة/ثبات القارورة المفتوحة/Стабильност на отворения флакон: Стайна температура/Stabilita otevřeného lahvičky: Pokojová teplota/Holdbarhed i åbnet hætteglas: Stuetemperatur/Haltbarkeit des geöffneten Fläschchens: Raumtemperatur/Σταθερότητα ανοιγμένου φιαλιδίου: Θερμοκρασία δωματίου/Estabilidad del vial abierto: Temperatura ambiente/Avatun näytepullon stabiilius: Huonelämpötila/Stabilité du flacon ouvert : température ambiante/Stabilnost otvorene epruvete: sobna temperatura/Stabilitás felbontott üveg esetén: Szobahőmérséklet/Stabilità della fiala aperta: temperatura ambiente/開封後バイアル安定性: 室温/개봉 바이알 안정성: 실온/Mégintuvelio stabilumas atidarius: kambario temperatūroje/Stabilitet van geopend flesje: Kamertemperatuur/Stabilitet i åpnet prøveglass: Romtemperatur/Stabilność odczynników w otwartej fiole: Temperatura pokojowa/Estabilidade do frasco aberto: Temperatura ambiente/Estabilidade do frasco aberto: Temperatura ambiente/Стабильность после вскрытия флакона: при комнатной температуре/Stabilnost v odprti viali: sobna temperatura/Hållbarhet i öppnad flaska: Rumstemperatur/Açılmış Flakon Stabilitesi: Oda Sıcaklığı/开瓶稳定性: 室温/已開封瓶稳定性: 室温/Avatud viaali stabiilius: Toatemperatuur/Atvērtā flakona stabilitāte: istabas temperatūra/Стабильност на отворена вијала: Собна температура/Stabilitate în fiola deschisă: Temperatura camerei/Stabilnost otvorene bočice: Sobna temperatura/Stabilita otvorenej flaštičky: Izbová teplota/Стабильність у відкритому флаконі: кімнатна температура/Kestabilan Vial yang Sudah Dibuka: Suhu Ruangan/Độ ổn định lọ khi đã mở nắp: Nhiệt độ phòng
	Unopened Vial Stability: Refrigerated Temperature/درجة حرارة مبردة/استقرار القارورة غير المفتوحة/Стабильност на неотворения флакон: Температура на охлаждения продукт/Stabilita neotevřeného lahvičky: Teplota chlazení/Holdbarhed i uåbnet hætteglas: Nedkølet/Haltbarkeit des ungeöffneten Fläschchens: Kühitemperatur/Σταθερότητα σφραγισμένου φιαλιδίου: Θερμοκρασία ψύξης/Estabilidad del vial sin abrir: Temperatura refrigerada/Avatun näytepullon stabiilius: jääkaappilämpötilassa/Stabilité du flacon non ouvert : température de réfrigération/Stabilnost neotvorene epruvete: temperatura za čuvanje u hladnjaku/Stabilitás felbontatlan üvegben: Hűtött hőmérséklet/Stabilità provetta non aperta: temperatura refrigerata/未開封のバイアル安定性: 冷蔵温度/미개봉 바이알 안정성: 냉장 보관 온도/Mégintuvelio stabilumas neatidarius: Temperatūra šaldant/Stabilitet van ongeopend flesje: in gekoelde toestand/Stabilitet i uåpnet prøveglass: Kjøletemperatur/Stabilność odczynników w nieotwartej fiole: temperatura chłodzenia/Estabilidade do frasco fechado: Temperatura refrigerada/Estabilidade do frasco não aberto: Temperatura refrigerada/Стабильность до вскрытия флакона: температура охлаждения/Stabilnost neodprte vial: temperatura hlajenja/Hållbarhet vid oöppnad flaska: kyld temperatur/Açılmamış Flakon Stabilitesi: Soğutulmuş Sıcaklık/未开瓶稳定性: 冷蔵温度/未開封瓶稳定性: 冷蔵温度/Avamata viaali stabiilius: Külmutamistemperatuur/Neatvērtā flakona stabilitāte: temperatūra atdzesētā formā/Стабильност на неотворена вијала: Температура на ладенје/Stabilitate în fiola nedeschisă: Temperatura în stare refrigerată/Stabilnost neotvorene bočice: temperatura čuvanja u frižideru/Stabilita neotvorenej flaštičky: Teplota chlazení/Стабильність у нерозпечатаному флаконі: температура охолодження/Kestabilan Vial yang Belum Dibuka: Suhu Dingin/Độ ổn định lọ khi chưa mở nắp: Nhiệt độ bảo quản lạnh


Thermo Fisher Symbols (Continued)

Symbol	Title of Symbol
INGRED	Ingredients/المكونات/Съставки/Složky/Indholdsstoffer/Inhaltsstoffe/Συστατικά/Componentes/Aineosat/Ingrédients/Sastojci/Összetevők/Ingredienti/成分/성분/Sudedamosios dalys/Ingrediënten/Innholdsstoffer/Skladniki/Ingredientes/Ingredientes/Компоненты/Sestavine/Beståndsdelar/Içindekiler/成分/成分/Koostisosad/Sastāvdaļas/Состойки/Ingrediente/Sastojci/Zložky/Складники/Bahan-bahan/Thành phần
REAGENT	Reagents/الكواشف/Реагенти/Činidla/Reagenser/Reagenzien/Αντιδραστήρια/Reactivos/Reagenssit/Réactifs/Reagensi/Reagensek/Reagenti/試薬/시약/Reagentai/Reagentia/Reagenser/Odczynniki/Reagentes/Reagentes/Реагенты/Reagenti/Reagenser/Reaktifler/试剂/試劑/Reaktiivid/Reagenti/Реагенси/Reactivi/Reagensi/Činidlá/Реагенти/Reagen/Thuốc thử
\bar{x}	Mean Value/القيمة المتوسطة/Средна стойност/Průměrná hodnota/Gennemsnitsværdi/Mittelwert/Μέση τιμή/Valor medio/Keskiarvo/Valeur moyenne/Srednja vrijednost/Középérték/Valore medio/平均值/평균값/Vidutinė vertė/Gemiddelde waarde/Middelverdi/Wartość średnia/Valor médio/Valor médio/Среднее значение/Srednja vrednost/Medelvärde/Ortalama Değer/平均值/平均值/Keskmine väärtus/Vidējā vērtība/Средна вредност/Valoare medie/Srednja vrednost/Priemerná hodnota/Средне значения/Nilai Rata-rata/Trị số trung bình
<R>	Expected Range/المنطق المتوقع/Очакван диапазон/Оčekávaný rozsah/Forventet område/Erwarteter Bereich/Αναμενόμενο εύρος/Intervalo previsto/Odotettu vaihteluväli/Valeur attendue/Očekivani raspon/Várt tartomány/Intervallo previsto/予測範囲/정상 범위/Numatyti diapazonas/Verwachte bereik/Forventet område/Zakres wartości oczekiwanych/Intervalo esperado/Intervalo esperado/Ожидаемый интервал/Pričakovan raspon/Föväntat intervall/Beklenen Aralık/预期范围/預期範圍/Eldatut vahemik/Paredzētais diapazons/Очекуван oncer/Interval estimat/Očekivani opseg/Očakávaný rozsah/Очікуваний діапазон/Perkiraan Rentang/Phạm vi dự kiến
U	Units/الوحدات/Единици/Jednotky/Enheder/Einheiten/Μονάδες/Unidades/Yksiköt/Unités/Jedinice/Egységék/Unità/單位/단위/Vienetai/Meeteenheden/Enheter/Jednostki/Unidades/Unidades/Единицы измерения/Enote/Enhet/Birimler/單位/單位/Ühikud/Mērvienības/Единици/Unități/Jedinice/Jednotky/Одиници/Satuan/Đơn vị
CON	Conventional Units/الوحدات القياسية/Конвенционални единици/Konvenční jednotky/Konventionelle enheder/Konventionelle Einheiten/Συμβατικές μονάδες/Unidades convencionales/Perinteiset yksiköt/Unités conventionnelles/Konvensionalne jedinice/Nagyományos egységék/Unità convenzionali/慣用單位/비SI 단위/Sutartiniai vienetai/Conventionele eenheden/Konvensjonelle enheter/Jednostki konwencjonalne/Unidades convencionais/Unidades convencionais/Условные единицы/Standardne enote/Konventionell enhet/Konvansiyonel Birimler/常用單位/常規單位/Traditsioonilised ühikud/Imperialās mērvienības/Конвенционални единици/Unități convenționale/Konvensionalne jedinice/Konvenčné jednotky/Умовні одиниці/Satuan Konvensional/Đơn vị quy ước
SI	System International Units/النظام العالمية/Международна система единици/Systém mezinárodních jednotek/SI-enheder/SI-Einheiten/Διεθνές σύστημα μονάδων/Unidades internacionales del sistema/Kansainväliset yksiköt/Système international d'unités/Sustav međunarodnih jedinica/SI mértékegységrendszerben mért egységék/Unità sistema internazionale/國際單位系/SI 단위/Tarptautinės sistemos (SI) vienetai/System International-eeenheden/SI-enheter/Jednostki w układzie SI/Unidades do Sistema Internacional/Sistema internacional de medidas/Единици СИ/Sistemske mednarodne enote/Internationella enhetssystemet/Sistem Uluslararası Birimleri/国际单位/系統國際單位/Süsteemi rahvusvahelised ühikud/Tarptautiskās mērvienības/Международен систем на единици/Unități ale sistemului internațional/Международни систем jedinica/Mezinárodná sústava jednotiek/Одиници СИ/Satuan Internasional/Sistem/Đơn vị quốc tế
U	Constituent and Method/النظام والمكونات/Съставка и метод/Složka a metoda/Bestanddel og metode/Bestandteil und Methode/Συστατικό και μέθοδος/Componentes y método/Aineosa ja menetelmä/Composant et méthode/Sastojak i metoda/Összetevők és módszerek/Componente e metodo/成分および測定法/구성 성분 및 방법/Sudedamosios dalys ir metodos/Bestanddeel en methode/Konstituent og metode/Skladnik i metoda/Componentes e método/Constituinte e método/Состав и метод/Sestavina in metoda/Innehåll och metod/Bileşen ve Yöntem/成分和方法/成分與方法/Koostisained ja meetod/Sastāvdaļa un metode/Состойки и метод/Constituent și metodă/Sastojak i metoda/Zložka a metoda/Складник і метод/Konstituen dan Metode/Thành phần và phương pháp
RANGE +	Supplementary Ranges/النطاقات الإضافية/Допълнителни диапазони/Doplňkové rozsahy/Ekstra områder/Ergänzungsbereiche/Συμπληρωματικά εύρη/Rangos suplementarios/Lisävaihteluvälit/Plages supplémentaires/Dodatni rasponi/Kiegészítő tartományok/Intervallii supplementari/補足範囲/보충 범위/Papildomi diapazonai/Aanvullende bereiken/Supplerende områder/Zakresy uzupełniające/Intervalos suplementares/Intervalos suplementares/Дополнительные диапазоны/Dodatni razponi/Kompletterande intervall/Tamamlayıcı Aralıklar/补充范围/補充範圍/Täiendavad vahemikud/Papildu diapazoni/Дополнителни опсези/Intervale suplimentare/Dodatni opsezi/Doplňujúce rozsahy/Додаткові діапазони/Rentang Tambahan/Phạm vi bổ sung
RANGE REV	Revised Ranges/تمت مراجعتها/النطاقات التي ربيزيراني/Ревизирувани диапазони/Revidované rozsahy/Reviderede områder/Revidierte Bereiche/Αναθεωρημένα εύρη/Rangos revisados/Muokatut vaihteluvälit/Plages révisées/Revidirani rasponi/Felülvizsgált tartományok/Intervallii rivisti/改訂範圍/수정 범위/Pakoreguoti diapazonai/Gewijzigde bereiken/Reviderte områder/Zakresy skorygowane/Intervalos revistos/Intervalos de revisão/Пересмотренные диапазоны/Pregledani razponi/Reviderade intervall/Revize Edilen Aralıklar/修訂范围/修訂範圍/Muudetud vahemikud/Pärskatitite diapazoni/Ревидирани опсези/Intervale revizuite/Revidirani opsezi/Revidované rozsahy/Змінені діапазони/Rentang yang Direvisi/Phạm vi đã điều chỉnh
RV	Reference Values/القيم المرجعية/Референтни стойности/Referenční hodnoty/Referencieværdier/Referenzwerte/Τιμές αναφοράς/Valores de referencia/Viitearvot/Valeurs de référence/Referentne vrijednosti/Referenciaértékek/Valori di riferimento/参照値/기준값/Pamatinės vertės/Referentiewaarden/Referanseverdier/Wartości referencyjne/Valores de referência/Valores de referència/Референтные значения/Referenčné vrednosti/Referensvärden/Referans Değerler/参考値/參考數值/Võrdlusväärtused/Atsauces vērtības/Референтни вредности/Valori de referință/Referentne vrednosti/Referenčné hodnoty/Еталонні значення/Nilai Referensi/Giá trị tham chiếu




Thermo Fisher Symbols (Continued)

Symbol	Title of Symbol
QUAL	Qualitative Reference/المرجع النوعي/Референция за качествено определяне/Kvalitativní reference/Kvalitativ reference/Qualitative Referenz/Ποιοτική αναφορά/Referencia cualitativa/Kvalitatiivinen viite/Référence qualitative/Kvalitativne referentne vrijednosti/Kvalitativ referencija/Riferimento qualitativo/定性的参照/정성적 참조/Kokybinė pamatinė/Kvalitativeve referentie/Kvalitativ referanse/Jakościowa wartość referencyjna/Referência qualitativa/Referência qualitativa/Эталонный материал для качественного анализа/Kvalitativne reference/Kvalitativ referens/Niteliksel Referans/定性参考/定性参考/Kvalitativne referents/Kvalitativa atsauce/Квалитативни референци/Referință calitativă/Referenca za određivanje kvaliteta/Kvalitativna referencija/Якісний еталон/Referensi Kualitatif/Tham chiếu định tính
GCMS +	GCMS Confirmation/GCMS تأكيد/Потвърждение за GCMS/Potrzení GCMS/GCMS-bekræftelse/Bestätigung durch GCMS/Επιβεβαίωση GCMS/Confirmación mediante GCMS/GCMS-vahvistus/Confirmation GCMS/GCMS potvrda/GCMS megerősítés/Conferma GCMS/GCMSの確認/GCMS 확인/GCMS patvirtinimas/Bevestiging door middel van GCMS/GCMS-bekreftelse/Potwierdzenie metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas/Confirmação do GCMS/Confirmação de GCMS/Подтверждение методом ГХ-МС/Potrditev GCMS/GCMS-bekræftelse/GCMS Onay/GCMS 确认/GCMS 確認/GCMS-i kinnitus/GCMS apstiprinājums/Potrvrda za GCMS/Confirmare GCMS/Potrvrda za GCMS/Overenie GCMS/Підтвердження GCMS/Konfirmasi GCMS/Xác nhận GCMS
LCMS +	LCMS Confirmation/LCMS تأكيد/Потвърждение за LCMS/Potrzení LCMS/LCMS-bekræftelse/Bestätigung durch LCMS/Επιβεβαίωση LCMS/Confirmación mediante LCMS/LCMS-vahvistus/Confirmation LCMS/LCMS potvrda/LCMS megerősítés/Conferma LCMS/LCMSの確認/LCMS 확인/LCMS patvirtinimas/Bevestiging door middel van LCMS/LCMS-bekreftelse/Potwierdzenie metodą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas/Confirmação do LCMS/Confirmação de LCMS/Подтверждение методом ЖХ-МС/Potrditev LCMS/LCMS-bekræftelse/LCMS Onay/LCMS 确认/LCMS 確認/LCMS-i kinnitus/LCMS apstiprinājums/Potrvrda za LCMS/Confirmare LCMS/Potrvrda za LCMS/Overenie LCMS/Підтвердження LCMS/Konfirmasi LCMS/Xác nhận LCMS
IA +	Immunoassay Confirmation/المقايمة المناعية/تأكيد/Потвърждение за имуноанализ/Potrzení imunotestu/Immunoassay-bekræftelse/Bestätigung des Immunoassays/Επιβεβαίωση ανοσοπροσδιορισμού/Confirmación mediante inmunoensayo/Immunimääritysvahvistus/Confirmation du dosage immunologique/Potrva imunotesta/Immunvizsgálat megerősítés/Conferma dell'immunodosaggio/イムノアッセイの確認/면역측정법 확인/Imuninio tyrimo patvirtinimas/Bevestiging door middel van immunoassay/Immunanalysebekræftelse/Potwierdzenie z zastosowaniem testu immunologicznego/Confirmação de imunoensaio/Confirmação de imunoensaio/Подтверждение методом иммуноанализа/Imunološka potrditev/Bekræftelse med immunanalys/Immün Testi Onay/免疫检测确认/免疫分析确认/Immunanalüüsi kinnitus/Imüntesta apstiprinājums/Имунолошка потврда/Confirmare imunotest/Potrva imunološkog testa/Imunoanalytické overenie/Підтвердження імуноферментного аналізу/Konfirmasi Imunoasai/Xác nhận xét nghiệm miễn dịch
	Microscopic Analysis/تحليل مجهرى/Микроскопичен анализ/Mikroskopická analýza/Mikroskopisk analyse/Mikroskopische Analyse/Μικροσκοπική ανάλυση/Análisis microscópico/Mikroskoopianalyysi/Analyse microscopique/Mikroskopska analiza/Mikroszkópos elemzés/Analisi microscopica/顯微鏡分析/현미경 분석/Mikroskopinė analizė/Mikroskopische analyse/Mikroskopanalyse/Analiza mikroskopowa/Análise microscópica/Análise microscópica/Микроскопический анализ/Mikroskopska analiza/Mikroskopisk analys/Mikroskopik Analiz/显微分析/顯微分析/Mikroskoopiline analüüs/Mikroskopiskā analīze/Микроскопска анализа/Analiză microscopică/Mikroskopska analiza/Mikroskopická analýza/Мікроскопічний аналіз/Analisis Mikroskopis/Phân tích hiển vi
	Cutoff Value/قيمة القطع/Гранична стойност/Mezni hodnota/Afskæringsværdi/Cut-off-Wert/Τύπη διαχωρισμού/Valor de corte/Raja-arvo/Valeur seuil/Granična vrijednost/Levágási érték/Valore di cutoff/カットオフ値/절단값/Ribinė vertė/Grenswaarde/Grenseverdi/Wartość odcięcia/Valor de corte/Valor limite/Пороговое значение/Mejna vrednost/Gränsvärde/Hassasiyet Değeri/临界值/臨界值/Piirväärtus/Robezvērtība/Гранична вредност/Valoare limită/Granična vrednost/Hraničná hodnota/Значення відсікання/Nilai Pemutusan/Giá trị ngưỡng cắt
LVL 1	Level 1/1/المستوى/Ниво 1/Úroveň 1/Niveau 1/Stufe 1/Επίπεδο 1/Nivel 1/Taso 1/Niveau 1/Razina 1/1-es szint/Livello 1/レベル1/레벨 1/1 lygis/Niveau 1/Nivå 1/Poziom 1/Nível 1/Nível 1/Уровень 1/Nivo 1/Nivå 1/Düzey 1/级别 1/第 1 級/Tase 1/1. līmenis/Ниво 1/Nivelul 1/Nivo 1/Úroveň 1/Рівень 1/Level 1/Cấp 1
LVL 2	Level 2/2/المستوى/Ниво 2/Úroveň 2/Niveau 2/Stufe 2/Επίπεδο 2/Nivel 2/Taso 2/Niveau 2/Razina 2/2-es szint/Livello 2/レベル2/레벨 2/2 lygis/Niveau 2/Nivå 2/Poziom 2/Nível 2/Nível 2/Уровень 2/Nivo 2/Nivå 2/Düzey 2/级别 2/第 2 級/Tase 2/2. līmenis/Ниво 2/Nivelul 2/Nivo 2/Úroveň 2/Рівень 2/Level 2/Cấp 2
LVL 3	Level 3/3/المستوى/Ниво 3/Úroveň 3/Niveau 3/Stufe 3/Επίπεδο 3/Nivel 3/Taso 3/Niveau 3/Razina 3/3-as szint/Livello 3/レベル3/레벨 3/3 lygis/Niveau 3/Nivå 3/Poziom 3/Nível 3/Nível 3/Уровень 3/Nivo 3/Nivå 3/Düzey 3/级别 3/第 3 級/Tase 3/3. līmenis/Ниво 3/Nivelul 3/Nivo 3/Úroveň 3/Рівень 3/Level 3/Cấp 3

Thermo Fisher Symbols (Continued)

Symbol	Title of Symbol
LVL 4	Level 4/4 المستوى/Ниво 4/Úroveň 4/Niveau 4/Stufe 4/Επίπεδο 4/Nivel 4/Taso 4/Niveau 4/Razina 4/4-es szint/Livello 4/レベル4/레벨 4/4 lygis/Niveau 4/Nivå 4/Poziom 4/Nível 4/Nível 4/Уровень 4/Nivo 4/Nivå 4/Düzey 4/级别 4/第 4 級/Tase 4/4. līmenis/Ниво 4/Nivelul 4/Nivo 4/Úroveň 4/Рівень 4/Level 4/Čár 4
LVL 5	Level 5/5 المستوى/Ниво 5/Úroveň 5/Niveau 5/Stufe 5/Επίπεδο 5/Nivel 5/Taso 5/Niveau 5/Razina 5/5-ös szint/Livello 5/レベル5/레벨 5/5 lygis/Niveau 5/Nivå 5/Poziom 5/Nível 5/Nível 5/Уровень 5/Nivo 5/Nivå 5/Düzey 5/级别 5/第 5 級/Tase 5/5. līmenis/Ниво 5/Nivelul 5/Nivo 5/Úroveň 5/Рівень 5/Level 5/Čár 5
LVL 6	Level 6/6 المستوى/Ниво 6/Úroveň 6/Niveau 6/Stufe 6/Επίπεδο 6/Nivel 6/Taso 6/Niveau 6/Razina 6/6-os szint/Livello 6/レベル6/레벨 6/6 lygis/Niveau 6/Nivå 6/Poziom 6/Nível 6/Nível 6/Уровень 6/Nivo 6/Nivå 6/Düzey 6/级别 6/第 6 級/Tase 6/6. līmenis/Ниво 6/Nivelul 6/Nivo 6/Úroveň 6/Рівень 6/Level 6/Čár 6
Country of Origin: United States	Country of Origin: United States/الولايات المتحدة: بلد المنشأ: Държава на произход: Съединените щати/Země původu: Spojené státy/Oprindelsesland: USA/Herkunftsland: Vereinigte Staaten/Χώρα προέλευσης: Η.Π.Α./País de origen: Estados Unidos/Alkuperämaa: Yhdysvallat/Pays d'origine: États-Unis/Zemlja podrijetla: Sjedinjene Američke Države/Származási ország: Egyesült Államok/Paese di origine: Stati Uniti/原産国: 米国/원산지: 미국/Kilmés šalis: Jungtinės Valstijos/Land van herkomst: Verenigde Staten/Opprinnelsesland: USA/Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone/País de origem: Estados Unidos/País de origem: EUA/Страна происхождения: США/Država izvora: Združene države Amerike/Ursprungsland: USA/Menşe Ülke: Amerika Birleşik Devletleri/原产地: 美国/原產地: 美國/Päritoluriik: USA/Izcelsmes valsts: Amerikas Savienotās Valstis/Земља на потекло: Соединети Американски Држави/Țara de origine: Statele Unite/Zemlja porekla: Sjedinjene Države/Krajina pôvodu: USA/Країна походження: США/Negara Asal: Amerika Serikat/Quốc gia xuất xứ: Hoa Kỳ
 WARNING: Reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov	WARNING: Reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov /تحذير: ضرر بالصحة الإنجابية - www.P65Warnings.ca.gov / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вреда за репродуктивните способности - www.P65Warnings.ca.gov / VAROVÁNÍ: Poškození reprodukční schopnosti - www.P65Warnings.ca.gov / ADVARSEL: Reproduktionskade - www.P65Warnings.ca.gov / ACHTUNG: Fortpflanzungsgefährdend - www.P65Warnings.ca.gov / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επιβλαβές αναφορικά με αναπαραγωγή - www.P65Warnings.ca.gov / ADVERTENCIA: Daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov / VAROITUS: Lisäantymiskyvyille haitallinen - www.P65Warnings.ca.gov / AVERTISSEMENT: danger relatif à la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov / UPOZORENJE: Reproductivna šteta - www.P65Warnings.ca.gov / FIGYELEM: Nemi szervekre káros - www.P65Warnings.ca.gov / AVVERTENZA: danni agli organi riproduttivi - www.P65Warnings.ca.gov / 警告: 生殖障害を引き起こす物質 - www.P65Warnings.ca.gov / 경고: 생식기능 손상 - www.P65Warnings.ca.gov / ISPĚJIMAS: Žala reprodukcinei sistemai - www.P65Warnings.ca.gov / WAARSCHUWING: Vruchtbaarheidproblemen - www.P65Warnings.ca.gov / ADVARSEL: Reproduksjonsproblemer - www.P65Warnings.ca.gov / OSTRZEŻENIE: szkodliwe działanie na funkcje rozrodcze - www.P65Warnings.ca.gov / ADVERTÊNCIA: Danos reprodutivos - www.P65Warnings.ca.gov / ADVERTÊNCIA: Cancro e danos reprodutivos - www.P65Warnings.ca.gov / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность для репродуктивной системы - www.P65Warnings.ca.gov / OPOZORILO: Tveganje za nastanek raka ali reprodukcija - www.P65Warnings.ca.gov / WARNING: Cancer och reproduktiva skador - www.P65Warnings.ca.gov / UYARI: Kanser ve Üreme zararı - www.P65Warnings.ca.gov / 警告: 生殖危害 - www.P65Warnings.ca.gov / 警告: 生殖危害 - www.P65Warnings.ca.gov / HOIATUS: Reproduktiivkahjustus - www.P65Warnings.ca.gov / BRIDINĀJUMS: nodara kaitējumam reproductivajai sistēmai - www.P65Warnings.ca.gov / ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Репродуктивна штета - www.P65Warnings.ca.gov / AVERTISMENT: Afectarea sistemului reproducător - www.P65Warnings.ca.gov / UPOZORENJE: Opasnost od oštećenja reproductivnih sposobnosti - www.P65Warnings.ca.gov / VAROVANIE: Reprodukčné poškodenie - www.P65Warnings.ca.gov / УВАГА: Шкода для репродуктивної системи - www.P65Warnings.ca.gov / PERINGATAN: Bahaya terhadap kesehatan reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov / ČÁNH BÁO: Tác hại sinh sản - www.P65Warnings.ca.gov

Thermo Fisher Symbols (Continued)

Symbol	Title of Symbol
 <p>WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov</p>	<p>WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov/تَحذِير: سرطان - www.P65Warnings.ca.gov/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Раково заболяване - www.P65Warnings.ca.gov/VAROVÁNÍ: Rakovina - www.P65Warnings.ca.gov/ADVASEL: Kræft - www.P65Warnings.ca.gov/WARNING: Krebs - www.P65Warnings.ca.gov/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καρκίνος - www.P65Warnings.ca.gov/ADVERTENCIA: Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov/VAROITUS: Syöpä - www.P65Warnings.ca.gov/AVERTISSEMENT: cancérigène - www.P65Warnings.ca.gov/UPOZORENJE: Karcinom - www.P65Warnings.ca.gov/FIGYELEM: Rák - www.P65Warnings.ca.gov/AVVERTENZA: cancro - www.P65Warnings.ca.gov/警告: がん - www.P65Warnings.ca.gov/경고: 암 - www.P65Warnings.ca.gov/JSPÉJIMAS: Věžys - www.P65Warnings.ca.gov/WAARSCHUWING: Kanker - www.P65Warnings.ca.gov/ADVASEL: Krefit - www.P65Warnings.ca.gov/OSTRZEŻENIE: Rak - www.P65Warnings.ca.gov/ADVERTÊNCIA: cancro - www.P65Warnings.ca.gov/ADVERTÊNCIA: Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность развития онкологических заболеваний — www.P65Warnings.ca.gov/OPOZORILO: Rak - www.P65Warnings.ca.gov/WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov/UYARI: Kanser - www.P65Warnings.ca.gov/警告: 癌症 - www.P65Warnings.ca.gov/警告: 癌症 - www.P65Warnings.ca.gov/HOIATUS: Vähk - www.P65Warnings.ca.gov/BRĪDINĀJUMS: vēzis — www.P65Warnings.ca.gov/ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Рак - www.P65Warnings.ca.gov/AVERTISMENT: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov/UPOZORENJE: Karcinom - www.P65Warnings.ca.gov/VAROVANIE: Rakovina - www.P65Warnings.ca.gov/Попередження: рак - www.P65Warnings.ca.gov/PERINGATAN: Kanker - www.P65Warnings.ca.gov/CẢNH BÁO: Ung thư - www.P65Warnings.ca.gov</p>
 <p>WARNING: Cancer & Reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov</p>	<p>WARNING: Cancer & Reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov/تَحذِير: سرطان وضرر بالصحة الإنجابية - www.P65Warnings.ca.gov/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Раково заболяване и вреда за репродуктивните способности - www.P65Warnings.ca.gov/VAROVÁNÍ: Poškození reprodukční schopnosti a rakovina - www.P65Warnings.ca.gov/ADVASEL: Kræft og reproduktionsskade - www.P65Warnings.ca.gov/ACHTUNG: Krebserregend und fortpflanzungsgefährdend - www.P65Warnings.ca.gov/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επιβλαβές αναφορικά με καρκίνο και αναπαραγωγή - www.P65Warnings.ca.gov/ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov/VAROSITUS: Syöpää aiheuttava ja lisääntymiskyvyllä haitallinen - www.P65Warnings.ca.gov/AVERTISSEMENT: cancérigène et repro-toxique - www.P65Warnings.ca.gov/UPOZORENJE: Karcinom i reproduktivna šteta - www.P65Warnings.ca.gov/FIGYELEM: Rákveszély és nemi szervekre káros - www.P65Warnings.ca.gov/AVVERTENZA: cancro e danni agli organi riproduttivi - www.P65Warnings.ca.gov/警告: 発がん性物質および生殖障害を引き起こす物質 - www.P65Warnings.ca.gov/경고: 암 및 생식기능 손상 - www.P65Warnings.ca.gov/JSPÉJIMAS: Věžio rizika ir žala reprodukcinei sistemai - www.P65Warnings.ca.gov/WAARSCHUWING: Kanker en vruchtbaarheidsproblemen - www.P65Warnings.ca.gov/ADVASEL: Krefit og reproduksjonsproblemer - www.P65Warnings.ca.gov/OSTRZEŻENIE: działanie cancerogenne i szkodliwe działanie na funkcje rozrodcze - www.P65Warnings.ca.gov/ADVERTÊNCIA: Cancro e danos reprodutivos - www.P65Warnings.ca.gov/ADVERTÊNCIA: Cancro e danos reprodutivos - www.P65Warnings.ca.gov/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность развития онкологических заболеваний и опасность для репродуктивной системы — www.P65Warnings.ca.gov/OPOZORILO: Tveganje za nastanek raka ali reprodukcija - www.P65Warnings.ca.gov/WARNING: Cancer och reproduktiva skador - www.P65Warnings.ca.gov/UYARI: Kanser ve Üreme zararı - www.P65Warnings.ca.gov/警告: 癌症和生殖危害 - www.P65Warnings.ca.gov/警告: 癌症與生殖危害 - www.P65Warnings.ca.gov/HOIATUS: Vähk ja reproduktiivkahjustus - www.P65Warnings.ca.gov/BRĪDINĀJUMS: var izraisīt vēzi, nodara kaitējumu reprodūktīvajai sistēmai — www.P65Warnings.ca.gov/ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од рак и репродуктивна штета - www.P65Warnings.ca.gov/AVERTISMENT: Cancer și afectarea sistemului reproducător - www.P65Warnings.ca.gov/UPOZORENJE: Opasnost od karcinoma i oštećenja reproduktivnih sposobnosti - www.P65Warnings.ca.gov/VAROVANIE: Rakovina a reprodukčné poškodenie - www.P65Warnings.ca.gov/УБАГА: Канцерогенність для репродуктивної системи - www.P65Warnings.ca.gov/PERINGATAN: Kanker & Bahaya terhadap kesehatan reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov/CẢNH BÁO: Ung thư và tác hại sinh sản - www.P65Warnings.ca.gov</p>
	<p>Global Trade Identification Number/العالمية التجارة تعريف رقم/Глобален търговски идентификационен номер/Identifikátor produktu (GTIN)/Globalt handelsvarenummer/Globale Artikelidentnummer/Διεθνής κωδικός μονάδας εμπορίας/Número global de identificación comercial/Maailmanlaajuinen tuotenumero (Global Trade Identification Number)/Code article international/Globalni prodajni identifikacijski broj/Globális kereskedelmi azonosítószám/Numero di identificazione commerciale globale/グローバル取引ID番号/국제 무역 식별 번호/Pasaulinės prekybos identifikacinis numeris/Global Trade Item Number (GTIN, artikelnummer wereldwijde handel)/Globalt handelsvarenummer (GTIN)/Globalny numer jednostki handlowej/Número global de artigo comercial/Número de identificação global de comercialização/Международный идентификационный номер товара/Globalna trgovinska identifikacijska številka/Globalt identifikationsnummer/Küresel Ticari Tanımlama Numarası/全球贸易识别号/全球交易品項識別碼/Globaalne kaubaartikli number/Globālais tirdzniecības identifikācijas numurs/Глобален број на трговската единица/Număr global al articolului comercial/Globalni broj trgovačke jedinice/Identifikačné číslo pre globálne obchodovanie/Глобалний номер товарної позиції/Nomor Identifikasi Perdagangan Global/Số nhận dạng thương mại toàn cầu</p>


Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
US Customer and
Technical Support:
1-800-232-3342

10024281-5-EN
2024 08

thermo
scientific