

Manufacturers Declaration Pressure Equipment

[1] Manufacturer

Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH
Pfannkuchstraße 10 – 12
76185 Karlsruhe - Germany
Tel. + 49-721-4094-444
support.mc.de@thermofisher.com

[2] Authorized Representative

-

[3] Product Name(s)

D100/300

[4] Product Number(s)

222-2363

[5] Rated Voltage, Rated Frequency

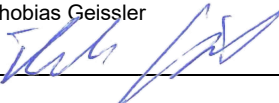
N/A

[6] We declare under our sole responsibility that the a.m. product(s) comply with the following directive, harmonized standards and technical specifications.

[7] EU Directive/s

2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED)

[8] N.A.

[9] Place and Date	[10] Signature / Product Line Manager
Karlsruhe, 16-MAY-2025	Thobias Geissler 

[11] Data about the [Equipment/Assembly] and working limits	[12] According to the dataplate					
	[13] Volume	[14] Pressure		[15] Temperature		[16] Fluid Group According to (EC) N°1272/2008
		Min.	Max.	Min.	Max.	
	0,18 l	0 bar	100 bar	-10 °C	300 °C	1
[17] Category						
N.A. as per article 4, par. 3. of directive						
[18] Measuring Geometries						
222-2365 CC31,9-PC/Ti						
[19] Conformity assessment according to module						
N.A.						
[20] Assembly						
[21] Assembly consisting of: Vessel, temperature sensor and rupture disk, accessory Filling device 222-2373 or 222-2377						
[22] Harmonized standards or technical specifications						
The pressure cell is designed and manufactured with good engineering practice according to the pressure equipment directive 2014/68/EU, article 4, paragraph 3.						
[23] Notified body information						
N.A.						

DE ^[1] Hersteller - ^[2] Bevollmächtigter Vertreter - ^[3] Produktname(n) - ^[4] Produktnummer(n) - ^[5] Nennspannung, Nennfrequenz - ^[6] Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die vorgenannten Produkte die Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien und harmonisierten Normen erfüllen - ^[7] EU-Richtlinien - ^[8] Nicht zutreffend - ^[9] Ort und Datum - ^[10] Unterschrift / Produktlinienleiter - ^[11] Daten über das/die [Gerät/Baugruppe] und Arbeitsgrenzen - ^[12] Laut Typenschild - ^[13] Volumen - ^[14] Druck - ^[15] Temperatur - ^[16] Fluidgruppe nach (EC) N° 1272/2008 - ^[17] Kategorie - ^[18] Messgeometrien - ^[19] Konformitätsbewertung nach Modul - ^[20] Baugruppe - ^[21] Baugruppe bestehend aus - ^[22] Harmonisierte Normen oder Technische Spezifikationen - ^[23] Informationen über die notifizierte Stelle
FR ^[1] Fabricant - ^[2] Représentant autorisé - ^[3] Nom(s) de produit - ^[4] Numéro de Produit - ^[5] Tension nominale, Fréquence nominale - ^[6] Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s) a.m. sont conformes aux dispositions des directives CE et normes harmonisées suivantes - ^[7] EU Directives - ^[8] Non Applicable - ^[9] Lieu et Date - ^[10] Signature / Responsable de la Ligne de Produit - ^[11] Données sur l'équipement/l'ensemble et limites de fonctionnement - ^[12] Selon la plaque signalétique - ^[13] Volume - ^[14] Pression - ^[15] Température - ^[16] Groupe de fluides selon le règlement (CE) n° 1272/2008 - ^[17] Catégorie - ^[18] Géométries de mesure - ^[19] Évaluation de la conformité selon le module - ^[20] Assemblage - ^[21] Assemblage composé de - ^[22] Normes harmonisées ou Spécifications Techniques - ^[23] Informations sur l'Organisme Notifié
IT ^[1] Produttore - ^[2] Rappresentante autorizzato - ^[3] Nome prodotto(i) - ^[4] Numero(i) Prodotto - ^[5] Tensione nominale, Frequenza nominale - ^[6] Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il/i prodotto/i sopra menzionato/i sono conformi alle disposizioni delle seguenti direttive CE e norme armonizzate - ^[7] Direttive EU - ^[8] Non Applicabile - ^[9] Luogo e Data - ^[10] Firma / Responsabile della linea di prodotto - ^[11] Dati sull'apparecchiatura/gruppo e limiti di funzionamento - ^[12] In base alla targa dati - ^[13] Volume - ^[14] Pressione - ^[15] Temperatura - ^[16] Gruppo di fluidi secondo (CE) N° 1272/2008 - ^[17] Categoria - ^[18] Misure geometriche - ^[19] Valutazione della conformità secondo modulo - ^[20] Assemblaggio - ^[21] Assemblaggio costituito da - ^[22] Norme armonizzate o Specifiche Tecniche - ^[23] Informazioni sull'Organismo Notificato
NL ^[1] Fabrikant - ^[2] Gemachtigd vertegenwoordiger - ^[3] Productnaam(en) - ^[4] Productnummer(s) - ^[5] Nominale spanning, nominale frequentie - ^[6] Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het/de a.m.-product(en) voldoen aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen en geharmoniseerde normen - ^[7] EU-richtlijnen - ^[8] Niet van toepassing - ^[9] Plaats en Datum - ^[10] Handtekening / Productlijnmanager - ^[11] Gegevens over de [Apparatuur/Montage] en werkgrenzen - ^[12] Volgens het gegevensplaatje - ^[13] Volume - ^[14] Druk - ^[15] Temperatuur - ^[16] Vloeistofgroep volgens (EG) nr. 1272/2008 - ^[17] Categorie - ^[18] Meetgeometrieën - ^[19] Conformiteitsbeoordeling volgens module - ^[20] Assemblage - ^[21] Assemblage bestaande uit - ^[22] Geharmoniseerde normen of technische specificaties - ^[23] Informatie van de Aangemelde Instantie
ES ^[1] Fabricante - ^[2] Representante autorizado - ^[3] Nombre(s) de producto - ^[4] Número(s) de producto - ^[5] Voltaje nominal, Frecuencia nominal - ^[6] Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el/los producto(s) a.m. cumplen con las disposiciones de las siguientes directivas CE y normas armonizadas - ^[7] Directivas EU - ^[8] No Aplicable - ^[9] Lugar y Fecha - ^[10] Firma / Gerente de Línea de Producto - ^[11] Datos sobre [equipo/conjunto] y límites de funcionamiento - ^[12] Según la placa de identificación - ^[13] Volumen - ^[14] Presión - ^[15] Temperatura - ^[16] Grupo de fluidos según (CE) n.º 1272/2008 - ^[17] Categoría - ^[18] Geometrías de medición - ^[19] Evaluación de la conformidad según el módulo - ^[20] Montaje - ^[21] Montaje compuesto por: - ^[22] Normas armonizadas o especificaciones técnicas - ^[23] Información del Organismo Notificado
PT ^[1] Fabricante - ^[2] Representante Autorizado - ^[3] Nome(s) do(s) produto(s) - ^[4] Número(s) de produto - ^[5] Tensão Nominal, Frequência Nominal - ^[6] Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o(s) produto(s) a.m. estão em conformidade com as disposições das seguintes diretivas da CE e normas harmonizadas - ^[7] Diretivas da EU - ^[8] Não aplicável - ^[9] Local e Data - ^[10] Assinatura / Gerente de Linha de Produtos - ^[11] Dados sobre o [equipamento/conjunto] e limites de funcionamento - ^[12] De acordo com a placa de dados - ^[13] Volume - ^[14] Pressão - ^[15] Temperatura - ^[16] Grupo de fluidos conforme (CE) n.º 1272/2008 - ^[17] Categoria - ^[18] Geometrias de medição - ^[19] Avaliação da conformidade de acordo com o módulo - ^[20] Montagem - ^[21] Montagem composta por: - ^[22] Normas harmonizadas ou Especificações Técnicas - ^[23] Informações sobre Organismo Notificado
EL ^[1] Κατασκευαστής - ^[2] Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος - ^[3] Όνομα(α) προϊόντος - ^[4] Αριθμοί προϊόντος - ^[5] Ονομαστική τάση, Ονομαστική συχνότητα - ^[6] Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το(α) ανωτέρω προϊόν(τα) συμμορφώνονται με τις διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών ΕΚ και εναρμονισμένων προτύπων - ^[7] Οδηγίες ΕΕ - ^[8] Δεν ισχύει - ^[9] Τόπος και Ημερομηνία - ^[10] Υπογραφή / Διευθυντής γραμμής προϊόντων - ^[11] Δεδομένα για τον [εξοπλισμό/συναρμολόγηση] και τα όρια λειτουργίας - ^[12] Σύμφωνα με την πινακίδα - ^[13] Όγκος - ^[14] Πίεση - ^[15] Θερμοκρασία - ^[16] Ομάδα υγρών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 - ^[17] Κατηγορία - ^[18] Γεωμετρικές μέτρησης - ^[19] Αξιολόγηση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ενότητα - ^[20] Συναρμολόγηση - ^[21] Συναρμολόγηση που αποτελείται από: - ^[22] Εναρμονισμένα πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές - ^[23] Πληροφορίες κοινοποιημένου οργανισμού
DK ^[1] Fabrikant - ^[2] Autoriseret repræsentant - ^[3] Produktnavn - ^[4] Produktnumre - ^[5] Nominel spænding, Nominel frekvens - ^[6] Vi erklærer under vores eget ansvar, at de ovennævnte produkt(er) overholder bestemmelserne i følgende EU-direktiver og harmoniserede standarder - ^[7] EU-Direktiver - ^[8] Ikke relevant - ^[9] Gsted og Dato - ^[10] Underskrift / Produktlinjeforf - ^[11] Data om [udstyr/samling] og arbejdsmæssige grænser - ^[12] Ifølge dataskiltet - ^[13] Volumen - ^[14] Tryk - ^[15] Temperatur - ^[16] Væskegruppe i henhold til (EF) nr. 1272/2008 - ^[17] Kategori - ^[18] Målegeometrier - ^[19] Overensstemmelsesvurdering i henhold til modulet - ^[20] Samling - ^[21] Samling bestående af - ^[22] Harmoniserede standarder eller Tekniske Specifikationer - ^[23] Oplysninger om anmeldt organ
SE ^[1] Tillverkare - ^[2] Auktoriserad representant - ^[3] Produktnamn - ^[4] Produktnummer - ^[5] Märkspänning, märkfrekvens - ^[6] Vi förklarar härmed under eget ansvar att ovan nämnda produkt(er) uppfyller bestämmelserna i följande EG-direktiv och harmoniserade standarder - ^[7] EU-Direktiv - ^[8] Ej tillämpligt - ^[9] Plats och Datum - ^[10] Underskrift / Produktlinjeför - ^[11] Data om [utrustning/sammansättning] och arbetsgränser - ^[12] Enligt dataskylten - ^[13] Volym - ^[14] Tryck - ^[15] Temperatur - ^[16] Vätskegrupp enligt (EG) nr 1272/2008 - ^[17] Kategori - ^[18] Måtgeometrier - ^[19] Överensstämmelsebedömning enligt modul - ^[20] Montering - ^[21] Montering bestående av - ^[22] Harmoniserade standarder eller Tekniska Specifikationer - ^[23] Information om anmält organ

FI ^[1] Valmistaja - ^[2] Valtuutettu edustaja - ^[3] Tuotteen nimet - ^[4] Tuotenumero(t) - ^[5] Nimellisjännite, Nimellistaajuus - ^[6] Me vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että yllä mainittu(t) tuote(t) ovat seuraavien EY-direktiivien ja yhdenmukaistettujen standardien mukaisia - ^[7] EU-direktiivit - ^[8] Ei sovelleta - ^[9] Paikka ja Päivämäärä - ^[10] Allekirjoitus / Tuotelinjapäällikkö - ^[11] Tiedot [laitteesta/kokoonpanosta] ja toiminta-alueista - ^[12] Tyypikilven mukaan - ^[13] Tilavuus - ^[14] Paine - ^[15] Lämpötila - ^[16] Aineryhmä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti - ^[17] Luokka - ^[18] Mittausgeometriat - ^[19] Vaatimustenmukaisuuden arviointi moduulin mukaisesti - ^[20] Kokoonpano - ^[21] Kokoonpano koostuu - ^[22] Yhdenmukaistetut standardit tai Tekniset Eritelmät - ^[23] Ilmoitetun laitoksen tiedot
IE ^[1] Déantóir - ^[2] Ionadaí Údaraithe - ^[3] Ainm(neacha) Táirge - ^[4] Uimhir(eanna) Táirge - ^[5] Voltas Rátáilte, Minicíocht Rátáilte - ^[6] Dearbhairimid leis seo faoi ár bhfreagracht féin go gcomhlíonann na táirgí thuasluaite forálacha na dtreoracha CE agus na gcaighdeán comhchuibhithe seo a leanas - ^[7] Treoracha AE - ^[8] Ní Bhaineann - ^[9] Áit agus Dáta - ^[10] Síniú / Bainisteoir Líne Táirge - ^[11] Sonraí faoin [trealamh/tionól] agus teorainneacha oibre - ^[12] De réir pláta sonraí - ^[13] Toirt - ^[14] Brú - ^[15] Teocht - ^[16] Grúpa sreabhán de réir (CE) Uimh. 1272/2008 - ^[17] Catagóir - ^[18] Geoiméadracht Tomhais - ^[19] Measúnú comhréireachta de réir an mhodúil - ^[20] Tionól - ^[21] Tionól comhdhéanta de - ^[22] Caighdeáin chomhchuibhithe nó Sonraíochtaí Teicniúla - ^[23] Faisnéis ón gComhlacht Fógraíochta
PL ^[1] Producent - ^[2] Upoważniony Przedstawiciel - ^[3] Nazwa(y) produktu - ^[4] Numer(y) produktu - ^[5] Napięcie znamionowe, Częstotliwość Znamionowa - ^[6] Oświadczamy niniejszym na własną odpowiedzialność, że wyżej wymienione produkty są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw WE i norm zharmonizowanych - ^[7] Dyrektywy EU - ^[8] Nie dotyczy - ^[9] Miejsce i Data - ^[10] Podpis / Kierownik linii produkcyjnej - ^[11] Dane dotyczące [urządzenia/zestawu] i granic roboczych - ^[12] Zgodnie z tabliczką znamionową - ^[13] Objętość - ^[14] Ciśnienie - ^[15] Temperatura - ^[16] Grupa cieczy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 - ^[17] Kategoria - ^[18] Geometrie pomiarowe - ^[19] Ocena zgodności według modułu - ^[20] Montaż - ^[21] Montaż składający się z - ^[22] Zharmonizowane normy lub Specyfikacje Techniczne - ^[23] Informacje o Jednostce Notyfikowanej
HU ^[1] Gyártó - ^[2] Meghatalmazott Képviselő - ^[3] Termék neve(i) - ^[4] Termékszám(ok) - ^[5] Névleges feszültség, Névleges Frekvencia - ^[6] Ezennel saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a fent említett termék(ek) megfelel(nek) az alábbi EK irányelvek és harmonizált szabványok rendelkezéseinek - ^[7] EU-irányelvek - ^[8] Nem alkalmazható - ^[9] Hely és Dátum - ^[10] Aláírás / Termékvonala vezető - ^[11] Adatok a [berendezésről/összeszerelésről] és a működési határokról - ^[12] Adattábla szerint - ^[13] Térfogat - ^[14] Nyomás - ^[15] Hőmérséklet - ^[16] Folyadékcsoporthoz az (EK) 1272/2008 rendelet szerint - ^[17] Kategória - ^[18] Mérési geometriák - ^[19] Megfelelőségi értékelés a modul szerint - ^[20] Összeszerelés - ^[21] Az összeszerelés a következőkből áll: - ^[22] Harmonizált szabványok vagy Műszaki Előírások - ^[23] Bejelentett szervezet információi
BG ^[1] Производител - ^[2] Упълномощен представител - ^[3] Име(на) на продукта - ^[4] Номер(а) на продукта - ^[5] Номинално напрежение, Номинална честота - ^[6] С настоящото заявяваме под наша единствена отговорност, че горепосочените продукти съответстват на разпоредбите на следните директиви на ЕС и хармонизирани стандарти - ^[7] Директиви на ЕС - ^[8] Не е приложимо - ^[9] Място и Дата - ^[10] Подпис / Мениджър на продуктова линия - ^[11] Данни за [оборудването/сглобката] и работните граници - ^[12] Според табелата с данни - ^[13] Обем - ^[14] Налягане - ^[15] Температура - ^[16] Група течности според (ЕО) № 1272/2008 - ^[17] Категория - ^[18] Измервателни геометрии - ^[19] Оценка на съответствието според модула - ^[20] Сглобка - ^[21] Сглобка, състояща се от - ^[22] Хармонизирани стандарти или технически спецификации - ^[23] Информация за нотифицирания орган
RO ^[1] Producător - ^[2] Reprezentant Autorizat - ^[3] Numele produsului - ^[4] Numărul(e) de produs - ^[5] Tensiune nominală, Frecvența nominală - ^[6] Declarăm pe propria noastră răspundere că produsul(ele) menționat(e) mai sus sunt conforme cu prevederile următoarelor directive CE și standarde armonizate - ^[7] Directive EU - ^[8] Nu se aplică - ^[9] Loc și Dată - ^[10] Semnătură / Manager linie de produse - ^[11] Date despre [echipament/asamblare] și limite de lucru - ^[12] Conform plăcuței cu date - ^[13] Volum - ^[14] Presiune - ^[15] Temperatură - ^[16] Grup de fluide conform (CE) nr. 1272/2008 - ^[17] Categorie - ^[18] Geometrii de măsurare - ^[19] Evaluarea conformității conform modulului - ^[20] Asamblare - ^[21] Asamblare constând din: - ^[22] Standarde armonizate sau Specificații Tehnice - ^[23] Informații despre organismul notificat
CZ ^[1] Výrobce - ^[2] Oprávněný zástupce - ^[3] Názyv produktů - ^[4] Produktová čísla - ^[5] Jmenovitá napětí, Jmenovitá frekvence - ^[6] Prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že výše uvedený(é) produkt(y) splňuje(jí) ustanovení následujících směrnic EU a harmonizovaných norem - ^[7] Směrnice EU - ^[8] Nevztahuje se - ^[9] Místo a Datum - ^[10] Podpis / Manažer produktové rady - ^[11] Údaje o [zařízení/sestavě] a pracovní limity - ^[12] Podle datového štítku - ^[13] Objem - ^[14] Tlak - ^[15] Teplota - ^[16] Skupina kapalin podle (ES) č. 1272/2008 - ^[17] Kategorie - ^[18] Měřicí geometrie - ^[19] Posouzení shody podle modulu - ^[20] Montáž - ^[21] Montáž sestávající z - ^[22] Harmonizované normy nebo Technické Specifikace - ^[23] Informace o oznámeném subjektu
SK ^[1] Výrobca - ^[2] Splnomocnený zástupca - ^[3] Názvy produktov - ^[4] čísla produktov - ^[5] Menovitá napätie, menovitá frekvencia - ^[6] Týmto prehlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že vyššie uvedený(é) produkt(y) spĺňajú ustanovenia nasledujúcich smerníc EÚ a harmonizovaných noriem - ^[7] Smernice EÚ - ^[8] Neuplatňuje sa - ^[9] Miesto a Dátum - ^[10] Podpis / Manažér produktovej rady - ^[11] Údaje o [zariadení/montáži] a pracovné limity - ^[12] Podľa údajového štítku - ^[13] Objem - ^[14] Tlak - ^[15] Teplota - ^[16] Skupina kvapalín podľa (ES) č. 1272/2008 - ^[17] Kategória - ^[18] Pmeracie geometrie - ^[19] Posúdenie zhody podľa modulu - ^[20] Montáž - ^[21] Montáž pozostávajúca z - ^[22] Harmonizované normy alebo Technické špecifikácie - ^[23] Informácie o notifikovanom orgáne
SI ^[1] Proizvajalec - ^[2] Pooblaščenji zastopnik - ^[3] Imena izdelka - ^[4] Številke izdelka - ^[5] Nazivna napetost, Nazivna frekvenca - ^[6] Z izjavo na lastno odgovornost potrjujemo, da zgoraj navedeni izdelek(i) izpolnjuje(jo) določbe naslednjih direktiv ES in usklajenih standardov - ^[7] EU Direktive - ^[8] Ni relevantno - ^[9] Kraj in Datum - ^[10] Podpis / Vodja proizvodne linije - ^[11] Podatki o [opremi/sestavu] in delovnih mejah - ^[12] Glede na tipsko ploščico - ^[13] Prostornina - ^[14] Tlak - ^[15] Temperatura - ^[16] Skupina tekočin v skladu z (ES) št. 1272/2008 - ^[17] Kategorija - ^[18] Merilne geometrije - ^[19] Presoja skladnosti po modulu - ^[20] Sestava - ^[21] Sestava, ki jo sestavljajo - ^[22] Usklajeni standardi ali Tehnične Specifikacije - ^[23] Informacije o Priglašnem Organu

HR ^[1] Proizvođač - ^[2] Ovlašteni Predstavnik - ^[3] Naziv(i) proizvoda - ^[4] Brojevi proizvoda - ^[5] Nazivni Napon, Nazivna Frekvencija - ^[6] Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da gore navedeni proizvod(i) udovoljava(ju) odredbama sljedećih direktiva EU i usklađenih normi - ^[7] EU Direktive - ^[8] Nije primjenjivo - ^[9] Mjesto i Datum - ^[10] Potpis / Voditelj proizvodne linije - ^[11] Podaci o [opremi/sastavu] i radnim ograničenjima - ^[12] Prema pločici s podacima - ^[13] Volumen - ^[14] Tlak - ^[15] Temperatura - ^[16] Skupina tekućina u skladu s (EC) br. 1272/2008 - ^[17] Kategorija - ^[18] Mjerne geometrije - ^[19] Ocjena sukladnosti prema modulu - ^[20] Sastavljanje - ^[21] Sastavljanje koje se sastoji od - ^[22] Usklađene norme ili Tehničke Specifikacije - ^[23] Podaci o prijavljenom tijelu
EE ^[1] Tootja - ^[2] Volitatud esindaja - ^[3] Tootenimed - ^[4] Tootenumbrid - ^[5] Nimipinge, Nimissagedus - ^[6] Me kinnitame oma ainuvastutusel, et ülalnimetatud toode/tooted vastab/vastavad järgmistele ELi direktiivide ja ühtlustatud standardite sätetele - ^[7] EL Direktiivid - ^[8] Ei ole kohaldatav - ^[9] EKOht ja Kuupäe - ^[10] Aikiri / Tootegrupi juht - ^[11] Andmed [seadme/kooste] ja tööpiiride kohta - ^[12] Andmeplaadi järgi - ^[13] Maht - ^[14] Rõhk - ^[15] Temperatuur - ^[16] Vedelikurühm vastavalt määrasele (EÜ) nr 1272/2008 - ^[17] Kategooria - ^[18] Mõõtegeomeetria - ^[19] Vastavushindamine vastavalt moodulile - ^[20] Kooste - ^[21] Kooste koosneb - ^[22] Ühtlustatud standardid või Tehnilised Spetsifikatsioonid - ^[23] Teavitatud asutuse teave
LV ^[1] Ražotājs - ^[2] Pilnvarotais pārstāvis - ^[3] Produkta nosaukums(-i) - ^[4] Produkta numurs(-i) - ^[5] Nominālais spriegums, Nominālā frekvence - ^[6] Mēs deklarējam, ka uzņemamies pilnu atbildību par to, ka iepriekš minētais(-ie) produkts(-i) atbilst šādu ES direktīvu un saskaņoto standartu prasībām - ^[7] ES Direktīvas - ^[8] Nav piemērojams - ^[9] Vieta un Datums - ^[10] Paraksts / Produktu līnijas vadītājs - ^[11] Dati par [iekārtu/saliekamo mezglu] un darbības ierobežojumiem - ^[12] Saskaņā ar datu plāksnīti - ^[13] Tilpums - ^[14] Spiediens - ^[15] Temperatūra - ^[16] Šķidruma grupa saskaņā ar (EK) Nr. 1272/2008 - ^[17] Kategorija - ^[18] Mērīšanas ģeometrijas - ^[19] Atbilstības novērtējums saskaņā ar moduli - ^[20] Montāža - ^[21] Montāža, kas sastāv no - ^[22] Saskaņotie standarti vai Tehniskās Specifikācijas - ^[23] Paziņotās iestādes informācija
LT ^[1] Gamintojas - ^[2] Įgaliojtas atstovas - ^[3] Produkto pavadinimas (-ai) - ^[4] Produkto numeris (-iai) - ^[5] Nominali įtampa, Nominalusis dažnis - ^[6] Mes pareiškiame, kad prisiimdami visą atsakomybę, aukščiau minėtas (-ai) produktas (-ai) atitinka šių ES direktyvų ir suderintų standartų nuostatas - ^[7] ES Direktyvos - ^[8] Netaikoma - ^[9] Vieta ir Data - ^[10] Parašas / Produktų linijos vadovas - ^[11] Duomenys apie [įrangą/surinkimą] ir veikimo ribas - ^[12] Pagal duomenų lentelę - ^[13] Tūris - ^[14] Slėgis - ^[15] Temperatūra - ^[16] Skysčių grupė pagal (EB) Nr. 1272/2008 - ^[17] Kategorija - ^[18] Matavimo geometrijos - ^[19] Atitikties vertinimas pagal modulį - ^[20] Surinkimas - ^[21] Surinkimas, sudarytas iš - ^[22] Suderinti standartai arba Techninės Specifikacijos - ^[23] Pranešosios įstaigos informacija
MT ^[1] Manifattur - ^[2] Rapprezentant Awtorizzat - ^[3] Isem(i) tal-Prodott - ^[4] Numru(i) tal-Prodott - ^[5] Vultaġġ nominali, Frekwenza nominali - ^[6] Ahna niddikjaraw taht ir-responsabbiltà unika tagħna li l-prodott(i) imsemmi(jin) hawn fuq jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tad-direttivi CE u l-istandards armonizzati li ġejjin - ^[7] Direttivi tal-EU - ^[8] Mhux Applikabbli - ^[9] Post u Data - ^[10] Firma / Maniġer tal-linja tal-prodott - ^[11] Data dwar l-[tagħmir/assemblaġġ] u l-limiti ta' ħidma - ^[12] Skont il-pjanċa tad-dejta - ^[13] Volum - ^[14] Pressjoni - ^[15] Temperatura - ^[16] Grupp ta' fluwidu skont (KE) Nru 1272/2008 - ^[17] Kategorija - ^[18] Ġeometriji tal-kejl - ^[19] Valutazzjoni tal-konformità skont il-modulu - ^[20] Assemblaġġ - ^[21] Assemblaġġ li jikkonsisti minn - ^[22] Standards armonizzati jew Speċifikazzjonijiet Tekniċi - ^[23] Informazzjoni dwar il-Korp Notifikat
NO ^[1] Produsent - ^[2] Autorisert representant - ^[3] Produktnavn(e) - ^[4] Produktnummer(r) - ^[5] Nominell spenning, Nominell frekvens - ^[6] Vi erklærer under vårt eget ansvar at de ovennevnte produkt(er) oppfyller bestemmelsene i følgende EU-direktiver og harmoniserte standarder - ^[7] EU-Direktiver - ^[8] Ikke aktuelt - ^[9] Sted og Dato - ^[10] Signatur / Produktlinjeleder - ^[11] Data om [utstyr/sammenstilling] og arbeidsgrenser - ^[12] I henhold til dataskilt - ^[13] Volum - ^[14] Trykk - ^[15] Temperatur - ^[16] Væskegruppe i henhold til (EF) nr. 1272/2008 - ^[17] Kategori - ^[18] Målegeometrier - ^[19] Samsvarsvurdering i henhold til modul - ^[20] Montering - ^[21] Montering bestående av - ^[22] Harmoniserte standarder eller tekniske spesifikasjoner - ^[23] Informasjon om meldt organ
CN ^[1] 制造商 - ^[2] 授权代表 - ^[3] 产品类型 - ^[4] 型号 - ^[5] 额定电压, 额定频率 - ^[6] 我们在此声明, 我们对上述产品负全部责任, 并且该产品符合以下欧盟指令和协调标准的规定 - ^[7] 欧盟指令 - ^[8] 不适用 - ^[9] 地点和日期 - ^[10] 签名 / 产品线经理 - ^[11] 关于[设备/组件]和工作极限的数据 - ^[12] 根据铭牌 - ^[13] 体积 - ^[14] 压力 - ^[15] 温度 - ^[16] 根据 (EC) 第1272/2008号的流体组 - ^[17] 类别 - ^[18] 测量几何 - ^[19] 根据模块的合格评定 - ^[20] 组件 - ^[21] 组件包括 - ^[22] 协调标准或技术规范 - ^[23] 通知机构信息