

MarrowMAX™ Bone Marrow Medium

Catalogusnummers 12260-014, 12260-001, 12260-097, 12260-098

Pub.nr. MAN0029353 Rev. A.0



WAARSCHUWING! Lees de veiligheidsinformatiebladen (SDS'en) en volg de hanteringsinstructies. Draag geschikte oogbescherming, beschermende kleding en handschoenen. Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) zijn beschikbaar op [thermofisher.com/support](https://www.thermofisher.com/support).

Beoogd gebruik

MarrowMAX™ Bone Marrow Medium is geschikt voor *in-vitro*kweek van primaire culturen van menselijk beenmerg, perifere bloed en andere hematopoïetische cellen voor cytogenetisch onderzoek en *in-vitro*diagnostische (IVD) procedures voor hematologische ziekten.

Cytogenetische producten zijn voor professioneel gebruik. Ze worden gebruikt in medische laboratoria door personeel dat een gespecialiseerde opleiding en training heeft genoten met betrekking tot procedures waarbij IVD-producten worden gebruikt. IVD-producten van dit type zijn niet bedoeld als alleenbepalend in een diagnostische situatie. Testresultaten worden geïnterpreteerd door een gezondheidszorgprofessional als onderdeel van de klinische behandeling van een patiënt.

Principe en uitleg van de procedure

- Beenmerg vormt een bron van mononucleaire beenmergcellen die worden gebruikt bij diagnostische tests van hematologische ziekten.
- MarrowMAX™ Bone Marrow Medium is geoptimaliseerd voor maximale hechting van kolonies, groeisnelheden en een vruchtbare metafase opbrengst. MarrowMAX™ Bone Marrow Medium is een geoptimaliseerd RPMI 1640-medium dat foetaal runderserum (FBS), L-glutamine en fytohemagglutinine bevat. Daarnaast bevat het een nieuw met menselijke stromale cellen geconditioneerd medium dat bestaat uit een uniek mengsel van hematopoïetische groeifactoren. MarrowMAX™ Bone Marrow Medium bevat geen GCT-geconditioneerd medium en is een nutritioneel compleet medium dat geen verdere aanvulling behoeft.
- Dit product is steriel gefilterd.

Inhoud en opslag

Alle resultaten van kwaliteitscontroles worden vermeld op de analysecertificaten die per partij beschikbaar zijn op onze website: [thermofisher.com](https://www.thermofisher.com).

Product	Categorienr.	Opslag	Houdbaarheid ^[1]
MarrowMAX™ Bone Marrow Medium: • 100 ml • 500 ml • 10 × 500 ml • 20 × 100 ml	• 12260-014 • 12260-001 • 12260-097 • 12260-098	Niet blootstellen aan licht; -20 °C tot -5 °C	18 maanden

^[1] De houdbaarheid wordt bepaald op basis van de fabricagedatum. Niet gebruiken na de aangegeven uiterste gebruiksdatum.

Gerelateerde materialen

Alle materialen zijn verkrijgbaar via [thermofisher.com](https://www.thermofisher.com), tenzij anders aangegeven. 'MLS' geeft aan dat het materiaal beschikbaar is via [fisherscientific.com](https://www.fisherscientific.com) of een andere erkende laboratoriumleverancier.

Item	Bron
KaryoMAX™ Colcemid™ Solution, vloeibaar (10 µg/ml), in HBSS	15210040
KaryoMAX™ Colcemid™ Solution, vloeibaar (10 µg/ml), in PBS	15212012
KaryoMAX™ Giemsa Stain Stock Solution	10092013
Gurr Buffer-tabletten (pH 6,8)	10582013
Amfotericine B	614122500
KaryoMAX™ Potassium Chloride Solution	105750
Trypsine 2,5%, geen fenolrood	150900
Nunc™ Cell-Culture Treated Multidishes, 6-wells	140675
Nunc™ 15ml Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes	339651
Nunc™ 50ml Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes	339653
Nunc™ Thermanox™ Coverslips (25 mm)	174985
Nunc™ Serological Pipettes (5 ml)	170355

Voorzorgsmaatregelen

Product niet gebruiken indien de verpakking, met inbegrip van flessen en flacons, aangetast is en/of tekenen van microbiële verontreiniging, troebelheid, verkleuring, uitdroging, barsten of andere tekenen van achteruitgang vertoont. MarrowMAX™ Bone Marrow Medium moet bevroren worden ontvangen; een ontdooid product is derhalve een indicatie van een aangetast product.



VOORZICHTIG! Menselijk beenmerg is biologisch gevaarlijk. Volg de standaard voorzorgsmaatregelen voor behandeling, opslag en afvoer.



VOORZICHTIG! Niet gebruiken voor injectie of infusie! Gelieve ernstige incidenten in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Richtlijnen voor de procedure

- Gebruik altijd de juiste aseptische technieken en werk in een laminaire flowkast. Raadpleeg onze [Gibco Cell Culture Basics](#) voor aseptische behandeling.
- Voer, tenzij anders aangegeven, alle incubaties uit in een bevochtigde incubator van 37 °C, 5% CO₂.

Richtlijnen voor MarrowMAX™ Bone Marrow Medium

- MarrowMAX™ Bone Marrow Medium wordt in bevroren toestand geleverd en is in ontdooid toestand gebruiksklaar.
- Ontdooien bij 2-8 °C en vervolgens mengen door voorzichtig te roeren om homogeniteit te verzekeren. Niet ontdooien bij 37 °C. Dit kan leiden tot de vorming van precipitaat en moet worden vermeden.
- MarrowMAX™ Bone Marrow Medium bevat foetaal runderserum (FBS); bij ontdooien en bewaren kunnen vlokken ontstaan.
- In ontdooid en ongeopende toestand en beschermd tegen licht kan MarrowMAX™ Bone Marrow Medium bij 2-8 °C maximaal twee maanden lang binnen de aangegeven uiterste gebruiksdatum worden bewaard.
- Gebruik MarrowMAX™ Bone Marrow Medium-producten na opening binnen 10 dagen voor maximale groeiprestaties.
- Vermijd herhaaldelijk opwarmen/afkoelen en langdurige blootstelling aan licht.
- Niet gebruiken na de aangegeven uiterste gebruiksdatum.

Beenmergspecimens kweken voor cytogenetische analyse

1. Gebruik de juiste hoeveelheid beenmerg, gebaseerd op het aantal witte cellen van de patiënt, om met 6-wells weefselkweken behandelde plaatjes (Nunc™ categorienr. 140675) te inoculeren met 5 ml MarrowMAX™ Bone Marrow Medium (1 x 10⁶ cellen/ml).
2. Incubeer de kweken 24 uur lang in een bevochtigde incubator bij 37 °C en 5% CO₂.
3. Voeg voor de laatste 1-2 uur van de incubatie 0,05 µg/ml KaryoMAX™ Colcemid™ Solution (categorienr. 15210040 of categorienr. 15212012) toe aan elke well en roteer het plaatje voorzichtig om te mengen.
4. Plaats het volume van elke well met beenmergkweek in een kegelvormige slang van 15 ml (categorienr. 339651) en centrifugeer 5 minuten lang bij 300 × g.
5. Verwijder het supernatant, resuspendeer de pellet en incubeer 15 minuten lang bij kamertemperatuur met 10 ml 0,068 M KCl (KaryoMAX™ Potassium Chloride Solution categorienr. 105750) opgewarmd tot 37 °C.
6. Voeg voorzichtig 0,5 ml vers 3:1 methanol/glaciaal azijnzuur fixeermiddel toe en centrifugeer 5 minuten lang bij 300 × g.
7. Verwijder het supernatant en resuspendeer de pellet 10 minuten lang in fixeermiddel bij kamertemperatuur.
8. Herhaal stap 7 driemaal en resuspendeer de pellet vervolgens in 0,5 ml gekoeld fixeermiddel.
9. Pipetteer 35 µl van de celsuspensie op een nat microscoopglasje en spreid het uit voor chromosoomanalyse.
10. Kleur de glaasjes voor chromosoomanalyse volgens de kleuringsmethoden van uw eigen laboratorium.

Kleuren met Giemsa-kleurmiddel

Het strepen van chromosomen met enzymen en kleurstoffen is essentieel voor het identificeren van normale en abnormale chromosoomstructuren.

1. Prepareer zes Coplin-potten volgens de volgende tabel:

Potnummer	Inhoud
1	0,125% trypsine/0,9% NaCl-mengsel
2	0,9% NaCl voor spoelen
3	0,9% NaCl voor spoelen
4	Gurr Giemsa-kleurmiddel (R66) gemengd met Gurr 6,8 buffer en aceton.
5	Gurr 6,8 buffer voor spoelen
6	Gurr 6,8 buffer voor spoelen

2. Plaats gedurende de voorgeschreven tijd een glaasje in de pot met het trypsine/NaCl-mengsel (pot 1).
De duur kan, afhankelijk van het activiteitsniveau van het gebruikte trypsine, zo kort zijn als 10 seconden of zo lang als 2 minuten.
3. Nadat de trypsintijd is verstreken, verwijdert u het glaasje en spoelt u het af door het achtereenvolgens in de 0,9% NaCl-spoelpotten (potten 2 en 3) te dompelen.
4. Plaats het glaasje in de pot met de Gurr-kleurmiddel (pot 4) en buffer gedurende 5 minuten.
De duur kan variëren afhankelijk van de sterkte van de gebruikte kleurstof.
5. Haal het glaasje uit de pot en spoel achtereenvolgens na in de twee Gurr buffer-spoelpotten (potten 5 en 6).
6. Verwijder het glaasje na de laatste spoeling om aan de lucht te drogen en dek het dekglasje af met Cytoseal™ 60.
Na droging in de oven (50 °C) kan de metafase worden gescand onder de microscoop.

Kwaliteitsgarantie/-controle

Elke partij MarrowMAX™ Bone Marrow Medium wordt prestatiegetest door een gecertificeerd Amerikaans cytogenetisch laboratorium om consistent een superieure prestatie te garanderen. Beenmergcellen uit het aspiraat van een normale volwassen donor worden gedurende 24 uur gekweekt in MarrowMAX™ Bone Marrow Medium voordat de mitotische index en de resolutie van de chromosoom-banding worden gemeten. Bovendien wordt elke partij getest op pH en osmolaliteit en moet iedere partij een steriliteitstest doorgaan voordat deze wordt vrijgegeven.

Labelsymbolen

De symbolen op de gebruiksaanwijzing en labels die niet per ISO 15223 wereldwijd worden erkend, worden in de volgende tabel uitgelegd.

Read SDS	LEES HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor de risico's van het product.
UKRP	GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER IN HET VERENIGD KONINKRIJK

Beperkte productgarantie

Life Technologies Corporation en/of zijn filialen geven garantie op hun producten volgens de Algemene verkoopvoorwaarden van Life Technologies op www.thermofisher.com/us/en/home/global/terms-and-conditions.html. Indien u nog vragen hebt, neem dan contact op met Life Technologies op www.thermofisher.com/support.



Vertaald uit het Engels, van publicatienummer MAN0018525 E.0.

Revisiegeschiedenis: Pub.nr. MAN0018525 E.0

Revisie	Datum	Beschrijving
E.0	12 juni 2023	Opslagomstandigheden gewijzigd naar -20 °C tot -5 °C.
D.0	26 januari 2023	Productie-adres bijgewerkt naar Paisley. UKCA-symbool verwijderd. Kleine aanpassingen
C.0	9 augustus 2022	Er zijn catalogusnummers toegevoegd en kleine correcties aangebracht in het productinformatieblad.
B.0	4 maart 2020	EC Rep-adres bijgewerkt.
A.0	15 maart 2019	Eerste uitgave.

De informatie in deze gids kan zonder kennisgeving gewijzigd worden.

DISCLAIMER: IN DE MATE WAARIN DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, ZULLEN THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. EN/OF HAAR GROEPSMAATSCHAPPIJEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE, MEERVOUDIGE OF GEVOLGSCHADE DIE ONTSTAAT IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIT UIT DIT DOCUMENT, WAARONDER UW GEBRUIK HIERVAN.

Belangrijke licentie-informatie: Dit product valt mogelijk onder een of meer labellicenties voor beperkt gebruik. Door dit product te gebruiken, accepteert u de algemene voorwaarden van alle toepasselijke labellicenties voor beperkt gebruik.

©2019-2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn het eigendom van Thermo Fisher Scientific en haar dochterondernemingen, tenzij anders vermeld.