

MarrowMAX™ Bone Marrow Medium

Katalognummer 12260-014, 12260-001, 12260-097, 12260-098

Publ. nr. MAN0029347 Rev. A.0



ADVARSEL! Læs sikkerhedsdatabladene (SDS'er), og følg håndteringsinstruktionerne. Brug relevant øjenbeskyttelse, egnet arbejdstøj og handsker. Sikkerhedsdatablade kan rekvireres hos thermofisher.com/support.

Tilsigtet brug

MarrowMAX™ Bone Marrow Medium er kvalificeret til *in vitro*-propagering af primærkulturer fra human knoglemarv, perifert blod og andre hæmapoietiske celler til cytogenetisk undersøgelse og *in vitro*-diagnostiske (IVD) procedurer til hæmatologisk sygdom.

Cytogenetiske produkter er til professionel brug. De anvendes i medicinske laboratorier af personale, der har modtaget specialuddannelse og -træning i procedurer, der vedrører anvendelsen af IVD-produkter. IVD-produkter af denne type er ikke tiltænkt som eneste determinanter i en diagnosesituation. Testresultater fortolkes af sundhedspersonale som en del af klinisk patientbehandling.

Princip og proceduregennemgang

- Knoglemarv er en kilde til mononukleare knoglemarvsceller til brug ved diagnosetest for hæmatologisk sygdom.
- MarrowMAX™ Bone Marrow Medium blev optimeret for at maksimere vedhæftningsevnen til kolonien, vækstrater og opnå et godt metafaseudbytte. MarrowMAX™ Bone Marrow Medium er et optimeret RPMI 1640-medium med supplement af føtalt kalveserum (FBS), gentamicin og L-glutamin. Det indeholder også et nyt konditioneret medium til human stromacelle, der består af en unik blanding af hæmapoietiske vækstfaktorer. MarrowMAX™ Bone Marrow Medium indeholder ikke GCT-konditioneret medium og er et ernæringsmæssigt fuldgældigt medium, der ikke kræver yderligere tilsætning.
- Produktet er sterilt filtreret.

Indhold og opbevaring

Alle testresultater fra kvalitetskontrol rapporteres på lotspecifikke analysecertifikater, der er tilgængelige på vores hjemmeside: thermofisher.com.

Produkt	Kat.nr.	Opbevaring	Holdbarhed ^[1]
MarrowMAX™ Bone Marrow Medium: • 100 mL • 500 mL • 10 × 500 mL • 20 × 100 mL	• 12260-014 • 12260-001 • 12260-097 • 12260-098	Beskyt mod lys; -20°C til -5°C	18 måneder

^[1] Holdbarheden bestemmes ud fra fremstillingsdatoen. Må ikke bruges efter udløbsdatoen på mærkaten.

Relaterede materialer

Medmindre andet er angivet, er alle materialer tilgængelige gennem thermofisher.com. "MLS" angiver, at materialet er tilgængeligt via fisherscientific.com eller fra en anden større leverandør til laboratorier.

Enhed	Kilde
KaryoMAX™ Colcemid™-opløsning, flydende (10 µg/mL), i HBSS	15210040
KaryoMAX™ Colcemid™-opløsning, flydende (10 µg/mL), i PBS	15212012
KaryoMAX™-stamopløsning til Giemsa-farvning	10092013
Gurr Buffer Tablets (pH 6,8)	10582013
Amphotericin B	614122500
KaryoMAX™-kaliumchloridopløsning	105750
Trypsin 2,5 %, ingen phenolrød	150900
Nunc™ Cell-Culture Treated Multidishes, 6 brønde	140675
Nunc™ 15 mL sterile koniske centrifugerør af polypropylen	339651
Nunc™ 50 mL sterile koniske centrifugerør af polypropylen	339653
Nunc™ Thermanox™ Coverslips (25 mm)	174985
Nunc™ Serological Pipettes (5 mL)	170355

Forholdsregler

Brug ikke produktet, hvis emballagen, herunder flasker og hætteglas, har været kompromitteret og/eller viser tegn på mikrobiel kontaminering, tåget fremtoning, misfarvning, udtørring, revnedannelse eller andre tegn på forringelse. MarrowMAX™ Bone Marrow Medium skal modtages nedfrosset; et optøet produkt er derfor tegn på, at produktet er kompromitteret.



FORSIGTIG! Human knoglemarv er biologisk farligt. Følg de almindelige forholdsregler ved håndtering, opbevaring og bortskaffelse.



FORSIGTIG! Må ikke bruges til injektion eller infusion! Eventuelle alvorlige hændelser, der vedrører brugen af anordningen, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i EU-medlemslandet, hvor brugeren og/eller patienten har hjemsted.

Procedure-retningslinjer

- Brug altid godkendt aseptisk teknik, og udfør arbejdet i et LAF-kabinet. Kontakt [Gibco Cell Culture Basics](#) vedrørende aseptisk håndtering.
- Foretag alle inkubationer i en befugtet 37 °C, 5 % CO₂-inkubator, medmindre andet angives.

Retningslinjer for MarrowMAX™ Bone Marrow Medium

- MarrowMAX™ Bone Marrow Medium leveres nedfrosset og klar til brug efter optøning.
- Optøs ved 2-8 °C og rysteblandes forsigtigt for at sikre homogenitet. Må ikke optøs ved 37 °C. Dette kan resultere i dannelsen af bundfald, hvilket skal undgås.
- MarrowMAX™ Bone Marrow Medium indeholder føtalt kalveserum (FBS); der kan dannes flokkulerende bundfald under optøning og opbevaring.
- Optøet, uåbnet MarrowMAX™ Bone Marrow Medium kan opbevares beskyttet mod lys ved 2-8 °C i maks. to måneder inden for udløbsdatoen på mærkaten.
- Efter åbning skal MarrowMAX™ Bone Marrow Medium-produkter opbruges inden for 10 dage for at opnå maksimal vækstdelse.
- Undgå gentagen opvarmning/nedkøling og langvarig lyseksponering.
- Må ikke bruges efter udløbsdatoen på mærkaten.

Dyrkning af knoglemarvsprøver til cytogenetisk analyse

1. Brug en passende mængde knoglemarv i forhold til patientens hvide blodceller til at inoculere plader med 6 brønde, der er behandlet med vævskultur, (Nunc™ katalognr. 140675) med 5 mL af MarrowMAX™ Bone Marrow Medium (1 x 10⁶ celler/mL).
2. Inkuber kulturerne i 24 timer i en befugtet inkubator ved 37 °C og 5 % CO₂.
3. Under de sidste 1-2 timers inkubation tilsættes 0,05 µg/mL af KaryoMAX™ Colcemid™ -opløsning (katalognr. 15210040 eller katalognr. 15212012) til hver kulturbrønd, hvorpå skålen roteres forsigtigt for at blande.
4. Overfør volumen fra hver knoglemarvskulturbrønd til et 15-mL-centrifugerør (katalognr. 339651), og centrifuger i 5 minutter ved 300 × g.
5. Fjern supernatanten, resuspender pelletten, og inkuber i 15 minutter ved stuetemperatur med 10 mL af 0,068 M KCl (KaryoMAX™-kaliumchloridopløsning katalognr. 105750) opvarmet til 37 °C.
6. Tilsæt forsigtigt 0,5 mL frisk 3:1 methanol/iseddikesyre-fiksativ, og centrifuger ved 300 × g i 5 minutter.
7. Fjern supernatanten, og resuspender pelletten i fiksativ i 10 minutter ved stuetemperatur.
8. Gentag trin 7 tre gange, og resuspender derpå pelletten i 0,5 mL nedkølet fiksativ.
9. Pipetter 35 µL af celsuspensionen til et vådt mikroskopisk objektglas, og spred den ud til kromosomanalyse.
10. Farv objektglassene til kromosomanalyse med egne laboratoriemetoder til farvning.

Farvning med Giemsa-farve

Kromosomal zebra-stripe-farvning med enzymer og farve er essentiel for at kunne identificere normale og anormale kromosomstrukturer.

1. Forbered seks Coplin-farvekar som anvist i tabellen herunder:

Farvekar nr.	Indhold
1	0,125 % trypsin/0,9 % NaCl-blanding
2	0,9 % NaCl til skylning
3	0,9 % NaCl til skylning
4	Gurr Giemsa-farve (R66) blandet med Gurr 6,8-bu-fer og acetone
5	Gurr 6,8-buffer til skylning
6	Gurr 6,8-buffer til skylning

2. Anbring et objektglas i karret med trypsin/NaCl-blandingen (farvekar 1) i den anviste mængde tid.

Det kan være så kort som 10 sekunder eller helt op til 2 minutter alt efter aktivitetsniveau for den anvendte trypsin.

3. Når trypsin-tiden er gået, fjernes objektglasset, hvorpå det skylles ved skiftevis at dyppe det i skylleglassene med 0,9 % NaCl (farvekar 2 og 3).

4. Anbring objektglasset i farvekarret (farvekar 4) med Gurr-farve, og lad det bufre i 5 minutter.

Tiden kan variere alt efter styrke på den anvendte farve.

5. Fjern objektglasset fra farvekarret, og skyl det ved skiftevis at dyppe det i skylleglassene med Gurr-buffer (farvekar 5 og 6).

6. Fjern objektglasset efter sidste skylning, lad det lufttørre, og anbring derefter dækglasset Cytoseal™ 60 på objektglasset.

Lad det tørre i ovn (50 °C), hvorpå det er klar til metafasescanning under mikroskop.

Kvalitetssikring/-kontrol

Hvert lot med MarrowMAX™ Bone Marrow Medium er ydeevnetestet af et godkendt amerikansk cytogenetisk referencelaboratorie for at sikre ensartet høj kvalitet. Knoglemarvsceller fra perifert blod fra en normal voksen donor kultiveres i 24 timer i MarrowMAX™ Bone Marrow Medium inden måling af det mitotiske indeks og kromosomal zebra-stripe-farvning. Hvert lot testes endvidere for pH og osmolalitet og skal bestå en sterilitetstest, inden lottet frigives.

Mærkningssymboler

Symboler i brugsanvisningen og på mærkater, som ikke er globalt standardiserede i henhold til ISO 15223, forklares i nedenstående tabel.

Read SDS	LÆS SIKKERHEDSDATABLADET Se sikkerhedsdatabladet for oplysninger om risici, der er forbundet med produktet.
UKRP	AUTORISERET REPRÆSENTANT I STORBRITANNIEN

Begrænset produktgaranti

Life Technologies Corporation og/eller deres datterselskab(er) yder garanti på deres produkter i henhold til Life Technologies' generelle vilkår og betingelser for salg (General Terms and Conditions of Sale), som kan ses på adressen www.thermofisher.com/us/en/home/global/terms-and-conditions.html. Kontakt Life Technologies på adressen www.thermofisher.com/support i tilfælde af spørgsmål.

Oversat fra engelsk, fra publikationsnummer MAN0018525 E.0.

Revisionshistorik: Publ. nr. MAN0018525 E.0

Revision	Dato	Beskrivelse
E.0	12. juni 2023	Opbevaringstilstand ændret til -20°C til -5°C.
D.0	26. januar 2023	Fremstillingsadresse opdateret til Paisley. UKCA-symbol fjernet. Mindre ændringer
C.0	9. august 2022	Katalognumre tilføjet, og mindre ændringer af produktoplysningsarket foretaget.
B.0	4. marts 2020	EU-repræsentantens adresse opdateret.
A.0	15. marts 2019	Første frigivelse.

Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel.

ANSVARSBEGRÆNSNING: I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. OG/ELLER DERES DATTERSELSKAB(ER) IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE, STRAFMÆSSIGE, MULTIPLE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER I FORBINDELSE MED ELLER OPSTÅENDE FRA DETTE DOKUMENT, HERUNDER DIN BRUG AF DET.

Vigtige licensoplysninger: Dette produkt kan være omfattet af en eller flere licensmærkater med teksten "begrænset brug". Ved brug af dette produkt accepterer du betingelser og vilkår for alle gældende licensmærkater med teksten "begrænset brug".

©2019-2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker tilhører Thermo Fisher Scientific og dennes datterselskaber, medmindre andet er angivet.