

MarrowMAX™ Bone Marrow Medium

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

Pub.nr. MAN0029352 Rev. A.0



ADVARSEL! Les sikkerhetsdatabladene (SDS), og følg håndteringsanvisningene. Bruk egnede vernebriller, -klær og -hansker. Sikkerhetsdatablader er tilgjengelige på [thermofisher.com/support](https://www.thermofisher.com/support).

Tilsiktet bruk

MarrowMAX™ Bone Marrow Medium er kvalifisert for *in vitro*-spredning av primærkulturer av human benmarg, perifert blod og andre hematopoietiske celler for cytogenetiske studier og *in vitro*-diagnostiske (IVD) prosedyrer for hematologisk sykdom.

Cytogenetiske produkter er til profesjonell bruk. De brukes i medisinske laboratorier av personell med spesialisert opplæring i forbindelse med prosedyrer som benytter IVD-produkter. IVD-produkter av denne typen er ikke ment som den eneste bestemmende faktoren i en diagnostisk situasjon. Testresultater tolkes av helsepersonell som en del av den kliniske håndteringen av en pasient.

Prinsipp og forklaring av prosedyre

- Benmarg gir en kilde til mononukleære benmargsceller som brukes i diagnostisk testing for hematologisk sykdom.
- MarrowMAX™ Bone Marrow Medium er optimalisert for å maksimalisere kolonifeste og veksthastigheter og for å gi prolifisk metafasisk utbytte. MarrowMAX™ Bone Marrow Medium er et optimalisert RPMI 1640-medium, supplert med bovint fosterserum (FBS), gentamicin og L-glutamin. Det inneholder også et nytt humant stromalcellekondisjonert medium som består av en unik blanding av hematopoietiske vekstfaktorer. MarrowMAX™ Bone Marrow Medium inneholder ikke GCT-kondisjonert medium og er et næringsrikt komplett medium som ikke krever videre supplering.
- Dette produktet er sterilfiltrert.

Innhold og oppbevaring

Alle kvalitetskontrolltestresultater rapporteres på lotspesifikt analysesertifikat som er tilgjengelig på nettstedet vårt: [thermofisher.com](https://www.thermofisher.com).

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

^[1] Holdbarhet bestemmes ut fra produksjonsdato. Må ikke brukes etter merket utløpsdato.

Relaterte materialer

Med mindre noe annet er oppgitt, er alle materialer tilgjengelige fra thermofisher.com. «MLS» angir at materialet er tilgjengelig fra fisherscientific.com eller en annen hovedleverandør av laboratoriestyr.

Artikkel	Kilde
KaryoMAX™ Colcemid™ Solution, liquid (10 µg/mL), in HBSS	15210040
KaryoMAX™ Colcemid™ Solution, liquid (10 µg/mL), in PBS	15212012
KaryoMAX™ Giemsa Stain Stock Solution	10092013
Gurr buffertabletter (pH 6,8)	10582013
Amfotericin B	614122500
KaryoMAX™ Potassium Chloride Solution	105750
Trypsin 2,5 %, ingen fenolrød	150900
Nunc™ Cell-Culture Treated Multidishes, 6-well	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

Forholdsregler

Produktet må ikke brukes hvis emballasje, herunder flasker og hetteglass, er påvirket og/eller viser tegn på mikrobiell kontaminering, uklart utseende, misfarging, uttørring, oppsprekking eller andre tegn på forringelse. MarrowMAX™ Bone Marrow Medium skal leveres fryst, så hvis produktet er tint, indikerer dette et påvirket produkt.



FORSIKTIG! Human benmarg er biologisk farlig. Følg standard forholdsregler for håndtering, oppbevaring og kassering.



FORSIKTIG! Må ikke brukes til injeksjon eller infusjon! Alle alvorlige hendelser i forbindelse med bruk av enheten skal rapporteres til produsenten og ansvarlig myndighet i EU-medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er etablert.

Prosedyreretningslinjer

- Bruk alltid korrekte aseptiske teknikker, og arbeid inne i en sterilbenk. Les [Gibco Cell Culture Basics](#) for aseptisk håndtering.
- Utfør alle inkubasjoner i en fuktet inkubator ved 37 °C, 5 % CO₂ når annet ikke er angitt.

Retningslinjer for MarrowMAX™ Bone Marrow Medium

- MarrowMAX™ Bone Marrow Medium leveres fryst, klar til bruk ved tining.
- Tin ved 2–8 °C, og bland deretter ved forsiktig rotasjon for å sikre homogenitet. Må ikke tines ved 37 °C. Dette kan føre til dannelse av bunnfall og må unngås.
- MarrowMAX™ Bone Marrow Medium inneholder bovint fostereserum (FBS). Flokkulent avfallsmateriale kan utvikles ved tining og oppbevaring.
- Tint, uåpnet MarrowMAX™ Bone Marrow Medium kan oppbevares beskyttet mot lys ved 2–8 °C i opptil to måneder innenfor utløpsdatoen på etiketten.
- Bruk MarrowMAX™ Bone Marrow Medium-produkter innen 10 dager etter åpning for maksimal vekstytelse.
- Unngå gjentatt oppvarming/kjøling og langvarig eksponering for lys.
- Må ikke brukes etter merket utløpsdato.

Kulturbenmargsprøver for cytogenetisk analyse

- Bruk egnet mengde benmarg, basert på pasientens hvite celltall, til å inokulere 6-brønners vevskulturbehandlede plater (Nunc™ kat.nr. 140675) med 5 mL MarrowMAX™ Bone Marrow Medium (1×10^6 celler/mL).
- Inkuber kulturene i 24 timer i en fuktet inkubator ved 37 °C og 5 % CO₂.
- De siste 1–2 timene av inkubasjon tilsettes 0,05 µg/mL KaryoMAX™ Colcemid™ Solution (kat.nr. 15210040 eller kat.nr. 15212012) i hver kulturbrønn, og deretter roteres skålen forsiktig for å blande.
- Overfør volumet i hver benmargskulturbrønn til et 15 mL konformet rør (kat.nr. 339651), og sentrifuger deretter i 5 min ved 300 × g.
- Fjern supernatanten, suspender pelleten på nytt, og inkuber deretter i 15 minutter ved romtemperatur med 10 mL 0,068 M KCl (KaryoMAX™ kaliumkloridløsning, kat.nr. 105750) varmet opp til 37 °C.
- Tilsett forsiktig 0,5 mL ferskt 3:1 metanol-/iseddikfiksativ, og sentrifuger deretter ved 300 × g i 5 minutter.
- Fjern supernatanten, og suspender deretter pelleten på nytt i fiksativ i 10 minutter ved romtemperatur.
- Gjenta trinn 7 tre ganger, og suspender deretter pelleten på nytt i 0,5 mL avkjølt fiksativ.
- Pipetter 35 µL av celleduspensjonen på et vått mikroskopisk objektglass, og spre deretter for kromosomanalyse.
- Farg objektglassene for kromosomanalyse etter ditt eget laboratoriums metoder for farging.

Farg med Giemsa-farge

Banding av kromosom med enzymer og farger er viktig for å identifisere normale og unormale kromosomstrukturer.

1. Klargjør seks Coplin-krukker i samsvar med følgende tabell:

Krukkenummer	Innhold
1	0,125 % trypsin/0,9 % NaCl-blanding
2	0,9 % NaCl for skylking
3	0,9 % NaCl for skylking
4	Gurr Giemsa-farge (R66) blandet med Gurr 6,8-buffer og aceton
5	Gurr 6,8-buffer for skylking
6	Gurr 6,8-buffer for skylking

2. Plasser et objektglass i en foreskrevet tidsperiode i krukken som inneholder trypsin/NaCl-blanding (krukke 1).

Denne tiden kan være så kort som 10 sekunder eller så lang som 2 minutter, avhengig av aktivitetsnivået til trypsinet som brukes.

3. Etter at trypsintiden er over, fjerner du objektglasset og skyller deretter ved sekvensiell nedsenking i 0,9 % NaCl-skyllekrukkene (krukke 2 og 3).

4. Plasser objektglasset i fargingskrukken (krukke 4) som inneholder Gurr-farge og buffer i 5 minutter.

Denne tiden kan avhenge av styrken på fargen som brukes.

5. Fjern objektglasset fra krukken, skyll deretter med sekvensiell nedsenking i de to Gurr-bufferskyllekrukkene (krukke 5 og 6).

6. Fjern objektglasset fra den siste skylkingen for å lufttørke, og dekk deretter objektglasset med Cytoseal™ 60.

Det kan tørke i ovnen (50 °C), så er det klart til metafaseskanning under mikroskopet.

Kvalitetssikring/kontroll

Hver lot med MarrowMAX™ Bone Marrow Medium er testet for ytelse av et amerikansk sertifisert referanselaboratorium for cytogenetikk for å sikre konsekvent god ytelse. Benmargsceller fra aspiratet av en normal voksen donor dyrkes i 24 timer i MarrowMAX™ Bone Marrow Medium før den mitotiske indeksen og kromosombandingsoppløsningen måles. Dessuten testes hver lot for pH og osmolalitet og må bestå en sterilitetstest før loten slippes.

Symboler på etiketter

Symbolene på bruksanvisningen og etikettene som ikke er globalt anerkjent i samsvar med ISO 15223, forklares i følgende tabell.

Read SDS	LES SIKKERHETS DATABLADET (SDS) Les sikkerhetsdatabladet for risikoer forbundet med produktet.
UKRP	AUTORISERT REPRESENTANT I STORBRITANNIA

Begrenset produktgaranti

Life Technologies Corporation og/eller dets tilknyttede selskap(er) garanterer sine produkter i henhold til Life Technologies' General Terms and Conditions of Sale (generelle vilkår og betingelser for salg) www.thermofisher.com/us/en/home/global/terms-and-conditions.html. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Life Technologies på www.thermofisher.com/support.

UKRP Life Technologies Ltd 3 Fountain Drive Inchinnan Business Park Paisley PA49RF Scotland, United Kingdom

EC REP Life Technologies Europe B.V. Kwartsweg 2, 2665 NN Bleiswijk The Netherlands

 Life Technologies Corporation | 3175 Staley Road | Grand Island, New York 14072 USA

Oversatt fra engelsk, fra publikasjon nummer MAN0018525 E.0.

Revisjonshistorikk: Pub.nr. MAN0018525 E.0

Revisjon	Dato	Beskrivelse
E.0	12. juni 2023	Endret oppbevaringsbetingelser til -20 °C til -5 °C.
D.0	26. januar 2023	Oppdatert produksjonsadresse til Paisley. Fjernet UKCA-symbol. Mindre redigeringer
C.0	9. august 2022	Katalognumre ble lagt til, og mindre korrigeringer ble foretatt på produktinformasjonsarket.
B.0	4. mars 2020	Adressen til EU-representanten er oppdatert.
A.0	15. mars 2019	Første utgivelse.

Informasjonen i denne veiledningen kan endres uten forvarsel.

ANSVARSRASKRIVELSE: I DEN GRAD DET ER TILLATT VED LOV, SKAL IKKE THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. OG/ELLER DETS TILKNYTTETE SELSKAP(ER) VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELL, TILFELDIG, INDIREKTE, STRAFFEMESSIG, FLERDOBBEL ELLER FØLGEMESSIG SKADESERSTATNING I FORBINDELSE MED ELLER SOM OPPSTÅR FRA DETTE DOKUMENTET, INKLUDERT BRUK AV DET.

Viktig lisensinformasjon: Dette produktet kan være dekket av én eller flere lisenser som er merket for begrenset bruk. Ved å bruke dette produktet, godtar du vilkårene og betingelsene for alle gjeldende lisenser som er merket for begrenset bruk.

©2019-2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Alle varemerker tilhører Thermo Fisher Scientific og dets datterselskaper med mindre annet er spesifisert.

