

MarrowMAX™ Bone Marrow Medium

Katalogo numeriai 12260-014, 12260-001, 12260-097, 12260-098

Leid. nr. MAN0029350 A.0 perž.



ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite saugos duomenų lapus (SDL) ir vadovaukitės medžiagų tvarkymo instrukcijomis. Dėvėkite tinkamą akių apsaugą, drabužius ir pirštines. Saugos duomenų lapus (SDL) galite gauti [thermofisher.com/support](https://www.thermofisher.com/support).

Numatytoji paskirtis

MarrowMAX™ Bone Marrow Medium skirta pirminių žmogaus kaulų čiulpų, periferinio kraujo ir kitų hematopoetinių ląstelių, skirtų citogenetiniams tyrimams ir *in vitro* diagnostikos (IVD) procedūroms, sergant hematologinėmis ligomis, kultūroms daugini *in vitro*.

Citogenetiniai produktai skirti naudoti profesionaliai. Juos medicinos laboratorijose naudoja personalas, įgijęs specialų išsilavinimą ir išmokytas atlikti procedūras, kuriose naudojami IVD produktai. Šio tipo IVD produktai neskirti naudoti kaip vienintelis diagnostikos lemiamas veiksnys. Tyrimo rezultatus sveikatos priežiūros specialistas interpretuoja kaip paciento klinikinio valdymo dalį.

Procedūros principas ir paaiškinimas

- Kaulų čiulpai yra mononuklearinių kaulų čiulpų ląstelių, naudojamų hematologinių ligų diagnostikos tyrimams, šaltinis.
- MarrowMAX™ Bone Marrow Medium optimizuota, siekiant padidinti kolonijų prisitvirtinimą, augimo greitį ir užtikrinti gausią metafazės išėgą. MarrowMAX™ Bone Marrow Medium yra optimizuota RPMI 1640 terpė, papildyta galvijų vaisiaus serumu (FBS), gentamicinu ir L-glutaminu. Joje taip pat yra nauja žmogaus stromos ląstelių suformuota terpė, sudaryta iš unikalaus hematopoetinių augimo faktorių mišinio. MarrowMAX™ Bone Marrow Medium nėra GCT suformuotos terpės ir yra maistiniu požiūriu visavertė terpė, kurios nereikia papildyti.
- Šis produktas yra steriliai išfiltruotas.

Sudėtis ir laikymas

Visi kokybės kontrolės bandymų rezultatai pateikiami konkrečiai partijai skirtame analizės sertifikate, kurį rasite mūsų svetainėje: [thermofisher.com](https://www.thermofisher.com).

Produktas	Kat. Nr.	Laikymas	Galiojimo trukmė ^[1]
MarrowMAX™ Bone Marrow Medium: 100 ml 500 ml 10 × 500 ml 20 × 100 ml	12260-014 12260-001 12260-097 12260-098	Saugoti nuo šviesos; Nuo -20°C iki -5°C temperatūroje	18 mėnesių

^[1] Galiojimo trukmė nustatyta pagal gamintojo datą. Nenaudokite praėjus pažymėtai galiojimo datai.

Susijusios medžiagos

Jeigu nenurodyta kitaip, visas medžiagas galima užsisakyti svetainėje thermofisher.com. MLS (PLT) nurodo, kad medžiaga galima įsigyti iš fisherscientific.com ar kito pagrindinio laboratorijos priemonių tiekėjo.

Produktas	Šaltinis
KaryoMAX™ Colcemid™ tirpalas, skystas (10 µg/ml), HBSS	15210040
KaryoMAX™ Colcemid™ tirpalas, skystas (10 µg/ml), PBS	15212012
KaryoMAX™ Giemsa dažo koncentruotas tirpalas	10092013
Gurro buferio plokštelės (6,8 pH)	10582013
Amfotericinas B	614122500
KaryoMAX™ kalio chlorido tirpalas	105750
Tripsinas 2,5 %, be fenolio raudonojo	150900
Nunc™ ląstelių kultūrų apdorojimo kelių vietų plokštelė, 6 šulinėlių	140675
Nunc™ 15 ml kūginiai sterilūs polipropileno centrifuguoti mėgintuvėliai	339651
Nunc™ 50 ml kūginiai sterilūs polipropileno centrifuguoti mėgintuvėliai	339653
Nunc™ Thermanox™ dengiamieji stikleliai (25 mm)	174985
Nunc™ serologinės pipetės (5 ml)	170355

Atsargumo priemonės

Nenaudokite produkto, jei pakuotė, įskaitant buteliukus, buvo pažeista ir (arba) yra mikrobino užteršimo, drumstumo, spalvos pakitimo, išdžiūvimo, įtrūkimų ar kitų gedimo požymių. MarrowMAX™ Bone Marrow Medium turi būti pateikiama užšaldyta, todėl, jei produktas atšildytas, vadinasi, jis yra pažeistas.



PERSPĖJIMAS! Žmogaus kaulų čiulpai laikomi biologiškai pavojingais. Apdorodami, laikydami ir išmesdami laikykitės standartinių atsargumo priemonių.



PERSPĖJIMAS! Nenaudokite injekcijoms ir infuzijoms! Apie visus rimtus su prietaisu susijusius incidentus praneškite gamintojui ir ES valstybės narės, kurioje yra registruotas naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

Procedūros rekomendacijos

- Visada naudokite tinkamus aseptinius metodus ir dirbkite po laminarinio srauto gaubtu. Informacijos apie aseptinį apdorojimą ieškokite mūsų [Gibco Cell Culture Basics](#).
- Visas inkubacijas atlikite drėkinamame 37 °C, 5 % CO₂ inkubatoriuje, nebent nurodyta kitaip.

MarrowMAX™ Bone Marrow Medium rekomendacijos

- MarrowMAX™ Bone Marrow Medium tiekama šaldyta, parengta naudoti atšildžius.
- Atšildykite 2–8 °C temperatūroje, tada švelniai pasukite, kad užtikrintumėte homogeniškumą. Neatšildykite 37 °C temperatūroje. Taip gali susiformuoti nuosėdos, kurių reikia vengti.
- MarrowMAX™ Bone Marrow Medium turi galvijų vaisiaus serumo (FBS); atšildant ir laikant gali susidaryti laisvų gniužulėlių.
- Atšildyta neatidaryta MarrowMAX™ Bone Marrow Medium gali būti laikoma apsaugota nuo šviesos 2–8 °C temperatūroje iki dviejų mėnesių su pažymėta galiojimo data.
- Siekdami didžiausio augimo našumo, atidarę sunaudokite MarrowMAX™ Bone Marrow Medium produktus per 10 dienų.
- Venkite pakartotinio sušildymo ir atšaldymo ir ilgo laikymo šviesoje.
- Nenaudokite praėjus pažymėtai galiojimo datai.

Kultūros kaulų čiulpų mėginiai, skirti citogeninei analizei

- Naudokite atitinkamą kiekį kaulų čiulpų, atsižvelgdami į paciento baltųjų kraujo ląstelių skaičių, norėdami inokuliuoti 6 šulinėlių audinio kultūra apdorotas plokšteles (Nunc™ kat. Nr. 140675) su 5 ml MarrowMAX™ Bone Marrow Medium (1 x 10⁶ ląstelių/ml).
- Inkubuokite kultūras 24 valandas drėkinamame inkubatoriuje 37 °C temperatūroje, esant 5 % CO₂.
- Atlikdami galutinį 1–2 valandų inkubavimą, įlašinkite 0,05 µg/ml KaryoMAX™ Colcemid™ tirpalo (kat. Nr. 15210040 arba kat. Nr. 15212012) į kiekvieną kultūros šulinėlį, tada švelniai pasukite plokštelę, norėdami sumaišyti.
- Perkelkite kiekvieno kaulų čiulpų kultūros šulinėlio kiekį į 15 ml kūginį mėgintuvėlį (kat. Nr. 339651), tada centrifuguokite 5 min 300 × g.
- Pašalinkite supernatantą, resuspenduokite granulę, tada inkubuokite 15 minučių kambario temperatūroje, naudodami 10 ml 0,068 M KCl (KaryoMAX™ kalio chlorido tirpalą kat. Nr. 105750) pašildytą iki 37 °C.
- Švelniai įlašinkite 0,5 ml šviežios 3:1 metanolio / ledinės acto rūgšties fiksatoriaus, tada centrifuguokite 300 × g 5 minutes.
- Pašalinkite supernatantą, tada resuspenduokite granulę fiksatoriuje 10 minučių kambario temperatūroje.
- Pakartokite 7 veiksmas tris sykius, tada resuspenduokite granulę 0,5 ml atvėsinto fiksatoriaus.
- Pipete įlašinkite 35 µl ląstelių suspensijos ant drėgno mikroskopo stiklelio, tada paskleiskite, kad atliktumėte chromosomų analizę.
- Nudažykite stiklelius, norėdami atlikti chromosomų analizę, vadovaudamiesi savo laboratorijos dažymo metodais.

Dažymas naudojant Giemsa dažą

Chromosomų juostos su fermentais ir dažais yra labai svarbios nustatant normalias ir neįprastas chromosomų struktūras.

1. Šešis Coplino indelius paruoškite vadovaudamiesi toliau pateiktoje lentelėje nurodyta informacija.

Indelio numeris	Turinys
1.	0,125 % tripsinas / 0,9 % NaCl mišinys
2	0,9 % NaCl, skirtas skalauti
3	0,9 % NaCl, skirtas skalauti
4	Gurro Giemsa dažas (R66), sumaišytas su Gurro 6,8 buferiu ir acetonu
5	Gurro 6,8 buferis, skirtas skalauti
6	Gurro 6,8 buferis, skirtas skalauti

2. Įdėkite stiklėlį nustatytam laikui į indą su tripsino / NaCl mišiniu (1 indas).

Šis laikas gali trukti nuo 10 sekundžių iki 2 minučių, atsižvelgiant į naudojamo tripsino aktyvumo lygį.

3. Pasibaigus apdorojimo tripsinu laikui, nuimkite stiklėlį ir nuskalaukite jį nuosekliai panardindami į 0,9 % NaCl skalavimo indus (2 ir 3 indai).

4. Įdėkite stiklėlį į dažymo indą (4 indą) su Gurro dažu ir buferiu 5 minutėms.

Šis laikas gali skirtis, atsižvelgiant į naudojamo dažo stiprumą.

5. Išimkite stiklėlį iš indo, tada nuskalaukite nuosekliai panardindami į du Gurro buferio skalavimo indus (5 ir 6 indai).

6. Išimkite stiklėlį, paskutinį kartą nuskalavę palikite natūraliai nudžiūti, tada uždenkite stiklėlį dengiamuoju stikleliu Cytoseal™ 60.

Leidžiama džiovinti orkaitėje (50 °C), tada jie būna paruošti metafazės nuskaitymui po mikroskopu.

Kokybės užtikrinimas / kontrolė

Kiekvienos MarrowMAX™ Bone Marrow Medium partijos veiksmingumas patikrinamas sertifikuotoje JAV nurodytoje citogenetikos laboratorijoje, siekiant užtikrinti nuolatinį aukščiausios kokybės veiksmingumą. Normalaus suaugusiojo donoro aspirato kaulų čiulpų ląstelės auginamos 24 val. MarrowMAX™ Bone Marrow Medium, kad būtų galima išmatuoti mitozės indeksą ir chromosomų juostų raišką. Be to, prieš išleidžiant partiją, tikrinamas kiekvienos partijos pH ir osmoliškumas ir ji turi pereiti sterilumo testą.

Žymėjimo simboliai

Naudojimo instrukcijose pateikiami simboliai ir etiketės, nepripažįstamos visame pasaulyje pagal ISO 15223, paaiškintos tolesnėje lentelėje.

Read SDS	SKAITYTI SAUGOS DUOMENŲ LAPĄ Su produktu susijusias rizikas rasite saugos duomenų lape.
UKRP	ĮGALIOJASIS ATSTOVAS JUNG TINĖJE KARALYSTĖJE

Ribotoji produkto garantija

Bendrovė „Life Technologies Corporation“ ir (arba) jos patronuojamoji (-osios) įmonė (-ės) suteikia produktams garantiją, kaip aprašyta bendrovės „Life Technologies“ bendrosiose pardavimo sąlygose: www.thermofisher.com/us/en/home/global/terms-and-conditions.html. Kilus klausimų, susisiekite su bendrove „Life Technologies“: www.thermofisher.com/support.

Išversta iš anglų k., nuo publikacijos numerio MAN0018525 E.0.

Peržiūrų istorija: Leid. nr. MAN0018525 E.0

Peržiūra	Data	Aprašas
E.0	2023 m. birželio 12 d.	Pakeistos laikymo sąlygos į -20°C iki -5°C.
D.0	2023 m. sausio 26 d.	Atnaujintas gamybos adresas į „Paisley“. Pašalintas UKCA simbolis. Minimalūs redagavimai
C.0	2022 m. rugpjūčio 9 d.	Katalogo numeriai buvo pridėti ir atlikti minimalūs produkto informacijos lapo koregavimai.
B.0	2020 m. kovo 4 d.	Atnaujintas EC atst. adresas.
A.0	2019 m. kovo 15 d.	Pradinis leidimas.

Šiame vadove pateikta informacija gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

ATSAKOMYBĖS ATSIKALPIMAS: KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, „THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.“ IR (ARBA) JOS PATRONUOJAMOSIOS BENDROVĖS NEATSAKO UŽ TYČINIUS, ATSIKALPIMUS, NETIESIOGINIUS, BAUDŽIAMUOSIUS, DAUGYBINIUS ARBA PASEKMINIUS NUOSTOLIUS, ATSIKALPIMUS RYŠIUM SU ARBA DĖL ŠIO DOKUMENTO, ĮSKAITANT JŪSŲ NAUDOJIMĄSI JUO.

Svarbi informacija apie licencijas: Šiam produktui gali būti taikoma viena arba kelios riboto naudojimo etikečių licencijos. Naudodami šį produktą, sutinkate su visų taikomų riboto naudojimo etikečių licencijų sąlygomis.

©2019-2023 „Thermo Fisher Scientific Inc“. Visos teisės saugomos. Jei nenurodyta kitaip, visi prekių ženklai yra „Thermo Fisher Scientific“ ir jos patronuojamųjų bendrovių nuosavybė.