

**IVD** Diagnostiseen in vitro -käyttöön

Rx Only

**REF** 100277

## Käyttötarkoitus

CEDIA<sup>®</sup> Mykofenolihappokalibrointiliuokset (MPA) on tarkoitettu CEDIA MPA -analysointimenetelmän kalibrointiin.

## Kalibrointiliuoksen koostumus

CEDIA MPA -kalibrointiliuokset on valmistettu puskurimatriisiin käyttämällä puhtaita kemikaaleja, stabilointiaineita ja säilytysaineita. Kalibrointiliuokset ovat nestemäisiä ja heti valmiina käyttöön. Niiden tavoitellut MPA-pitoisuudet ovat seuraavat:

Ala-alueen kalibrointiliuos	0 µg/ml
Ylä-alueen kalibrointiliuos	10 µg/ml

**Katso pakkauksen mukana toimitetusta arvojen määrityskortista todelliset kalibrointiliuoksen arvot**, jotka ohjelmoidaan instrumentin parametreihin. Arvot on saatu toistuvista analyyseista, vahvistettu LC-MS/MS-menetelmällä, ja ne ovat eräkohtaisia.

Kalibrointiliuokset formuloidaan mykofenolihapolla (CAS-numero 24280-93-1) ja ne voidaan havaita gravimetrisellä menetelmällä.

## Toimitetut materiaalit:

<b>CALIBRATOR</b>	CEDIA MPA Low Calibrator	2 x 5,0 ml
<b>CALIBRATOR</b>	CEDIA MPA High Calibrator	2 x 5,0 ml

## Tarvittavat materiaalit, jotka eivät sisälly toimitukseen:

<b>REF</b>	Pakkauksen kuvaus
100276	CEDIA MPA Reagent Kit
100278	MAS Mycophenolic Acid Control 1
100279	MAS Mycophenolic Acid Control 2
100280	MAS Mycophenolic Acid Control 3

## Säilytys ja stabiilius

Kalibrointiliuokset pysyvät stabiileina etiketissä mainittuun viimeiseen käyttöpäivään asti, kun ne säilytetään 2–8 °C:n lämpötilassa.

## Menetelmä

Sekoita ampullin sisältö perusteellisesti ennen jokaista käyttökertaa kääntelemällä ampullia varovasti useita kertoja. Avaa korkki ja tiputa 3–4 tippaa kalibrointiliuosta (~150 µl) puhtaaseen instrumentin näyteastiaan. Aseta astia instrumenttiin ja analysoi.

## Rajoitukset

CEDIA MPA -kalibrointiliuoksia ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Jos tuotteessa on merkkejä mikrobisesta kontaminaatiosta, ampulli on hävitettävä.

## Laadunvalvonta

Kaikkien laadunvalvontatoimien on noudatettava paikallisia, valtiollisia ja/tai kansallisia määräyksiä tai akkreditointivaatimuksia.

## ⚠ Varoimet ja varoitukset

**VAARA: CEDIA MPA** -kalibrointiliuos sisältää ≤10 % nautaan seerumin albumiinia (BSA).

H317 – Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H334 – Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

Vältettävä sumun tai höyryn hengittämistä. Kontaminoituneita työvaatteita ei saa viedä pois työpaikalta. Käytä suojakäsineitä/suojalaseja/kasvosuojusta. Mikäli tuuletus on riittämätöntä, käytä hengityssuojainta. Jos ainetta pääsee iholle: Pese runsaalla saippualla ja vedellä. **SISÄÄNHENGITETTYNÄ:** Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos ihoärsytystä tai ihottumaa ilmenee: Hakeudu lääkäriin. Kontaminoituneet vaatteet on pestävä ennen uudelleenkäyttöä. Sisältö/säiliö on hävitettävä paikan päällä paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten säädösten mukaisesti.

Kaikkien laboratorioreagenssien käytössä on noudatettava normaaleja varotoimia.

CEDIA MPA -kalibrointiliuokset sisältävät ≤0,09 % natriumatsidia, joka voi reagoida lyijy- tai kupariputkien kanssa. Jatkuva metalliatsidien kertyminen voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävityksen yhteydessä viemäriin on päästettävä runsaasti vettä, jotta atsideja ei pääse muodostumaan.

## Sanasto:

<http://www.thermofisher.com/symbols-glossary>



Microgenics Corporation  
46500 Kato Road  
Fremont, CA 94538 USA  
Asiakaspalvelu  
ja tekninen tuki Yhdysvalloissa:  
1-800-232-3342



**EC REP**

B-R-A-H-M-S GmbH  
Neuendorfstrasse 25  
16761 Hennigsdorf, Germany



Tuoteselosteen päivitykset löytyvät osoitteesta  
[www.thermoscientific.com/diagnostics](http://www.thermoscientific.com/diagnostics)

## Muut maat:

Ota yhteyttä paikalliseen Thermo Fisher Scientificin edustajaan.