

**IVD** Til In Vitro diagnostisk brug

Rx Only

**REF** 100277

## Tilsigtet anvendelse

CEDIA® mycophenolsyre (MPA) kalibrаторer er beregnet til brug i kalibreringen af CEDIA MPA analysen.

## Kalibrаторingredienser

CEDIA MPA kalibrаторer forberedes i buffermatrix med rene kemikalier, stabilisatorer og konserveringsmidler. Den- er flydende klar til brug form. De indeholder følgende målrettede koncentrationer af MPA:

Lav kalibrатор	0 µg/ml
Høj kalibrатор	10 µg/ml

**Se værditildelingskortet vedlagt kittet for de aktuelle kalibrаторværdier**, der skal programmeres under instrumentparametre. Værdierne er afledt af replikeret analyse, bekræftet med LC-MS/MS-metoden og er lotspecifikke.

Kalibrаторerne er formuleret med mycophenolsyre (CAS nr. 24280-93-1) og er sporbare med en gravimetrisk metode.

## Vedlagte materialer:

**CALIBRATOR** CEDIA MPA lav kalibrатор 2 x 5,0 ml

**CALIBRATOR** CEDIA MPA høj kalibrатор 2 x 5,0 ml

## Yderligere nødvendige materialer (ikke vedlagt):

<b>REF</b>	<b>Kitbeskrivelse</b>
100276	CEDIA MPA reagenskit
100278	MAS mycophenolsyrekontrol 1
100279	MAS mycophenolsyrekontrol 2
100280	MAS mycophenolsyrekontrol 3

## Opbevaring og stabilitet

Kalibrаторerne er stabile indtil udløbsdatoen trykt på etiketten, når de opbevares ved 2-8 °C.

## Procedure

Bland indholdet af hætteglasset grundigt før hver brug ved forsigtigt at vende det op og ned flere gange. Åbn hættens og hæld 3-4 dråber flydende kalibrатор (~150 µl) i en ren instrumentprøvekop. Sæt koppen i instrumentet og analysér prøven.

## Begrænsninger

CEDIA MPA kalibrаторer bør ikke bruges efter udløbsdatoen er overskredet. Bortskaf hætteglasset, hvis der er tegn på mikrobekontamination i produktet.

## Forholdsregler og advarsler

Kun til In Vitro diagnostisk brug: Udvis normale forholdsregler påkrævet ved håndtering af alle laboratoriereagenser.

## Kvalitetskontrolkrav

**FARE: CEDIA MPA** Kalibrатор indeholder ≤10% bovint albumin serum (BSA).

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

Undgå indånding af tåge eller damp. Kontamineret arbejdstøj må ikke tages med ud fra arbejdspladsen. Brug beskyttelseshandsker/øjenværn/ansigtsbeskyttelse. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation skal der bruges åndedrætsværn. Ved kontakt med hud: Vask med rigeligt med sæbe og vand. **VED INDÅNDING:** Hvis vejrtrækningen er besværet, skal den udsatte person flyttes til frisk luft og holdes i ro i en stilling, der letter vejrtrækningen. Hvis der forekommer hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Hvis der opleves åndedrætssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Vask kontamineret tøj, før det bruges igen. Bortskaf indholdet/beholderen i henhold til lokale, regionale, nationale og internationale forordninger.

Alle kvalitetskontrolkrav skal udføres i overensstemmelse med lokale, statslige og/eller føderale bestemmelser eller akkrediteringskrav.

CEDIA MPA kalibrаторer indeholder ≤0,09% natriumazid, som kan reagere med bly- eller kobberør og danne metalazider. Kontinuerlig ophobning af metalazider kan udgøre en eksplosionsfare. Ved bortskaffelse deraf skal afløbene skylles med store mængder vand for at forebygge ophobning af azider.

## Symbolforklaring:

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



Microgenics Corporation  
46500 Kato Road  
Fremont, CA 94538 USA  
Kunde- og teknisk support i USA:  
1-800-232-3342



**EC REP**

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



Opdateringer af indlægssedler findes på:  
[www.thermoscientific.com/diagnostics](http://www.thermoscientific.com/diagnostics)

## Andre lande:

Kontakt venligst den lokale repræsentant.