

**IVD** For in vitro diagnostisk bruk

Rx Only

**REF** 100277

## Tilsiktet bruk

CEDIA® mykofenolsyre (MPA)-kalibrаторer er beregnet til bruk ved kalibrering av CEDIA MPA-assayet.

## Kalibrаторorkomponenter

CEDIA MPA-kalibrаторer tilberedes i buffermatris, med rene kjemikalier, stabilisatorer og konserveringsmidler. De kalibrаторer er flytende klar til bruk form. De inneholder følgende var rettet mot konsentrasjoner av MPA:

Lav kalibrатор	0 µg/ml
Høy kalibrатор	10 µg/ml

**Konsulter kortet med tildelte verdier som inkluderes i settet for å se de reelle verdiene**, som programmeres under instrumentparametre. Verdiene er avledet av parallellanalyse, bekreftet ved LC-MS/MS-metoden, og er lotspesifikke.

Kalibrаторer er formulert med mykofenolsyre (CAS-nr. 24280-93-1) og kan spores til en gravimetrisk metode.

## Medfølgende materialer:

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

## Tilleggsmaterialer som trengs (men kjøpes separat):

<b>REF</b>	<b>Beskrivelse av settet</b>
100276	CEDIA MPA reagenssett
100278	MAS mykofenolsyrekontroll 1
100279	MAS mykofenolsyrekontroll 2
100280	MAS mykofenolsyrekontroll 3

## Oppbevaring og stabilitet

Kalibrаторene er stabile inntil utløpsdatoen trykt på etiketten når de oppbevares ved 2-8 °C.

## Prosedyre

Ampullen innhold blandes grundig før hvert bruk ved å snu den forsiktig opp ned flere ganger. Åpne lokket og la 3 til 4 dråper av den flytende kalibrаторen (~150 µl) falle i en ren instrument-prøvekop. Plasser koppen på instrumentet og analyser.

## Begrensninger

CEDIA MPA-kalibrаторer skal ikke brukes etter utløpsdatoen. Hvis det er tegn på mikrobiell kontaminasjon i produktet, skal ampullen kasseres.

## Kvalitetskontrollkrav

Alle kvalitetskontrollkrav skal utføres i henhold til lokale og/eller nasjonale forskrifter eller akkrediteringskrav.

## ⚠ Forholdsregler og advarsler

**FARE: CEDIA MPA** Kalibrаторen inneholder ≤10% bovint albumin serum (BSA)

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

Unngå innånding av tåke/damp. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Hvis det blir tungt å puste, skal offeret bæres ut i frisk luft og legges i en hvilestilling som gjør det komfortabelt å puste. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Innhold/ beholder skal avhendes i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

Kun til in vitro diagnostisk bruk: Følg de vanlige nødvendige forholdsreglene for håndtering av laboratoriereagenser.

CEDIA MPA-kalibrаторer inneholder ≤0,09% natriumazid, som kan reagere med bly- eller kopperrør og danne metallazider. Uavbrutt oppsamling av metallazider kan føre til en eksplosjonsrisiko. Ved kassering må drenerør skylles med rikelig mengder vann for å hindre oppsamling av azider.

## Ordliste:

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



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

**EC REP**

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



Oppdaterte vedlegg finnes på:  
[www.thermoscientific.com/diagnostics](http://www.thermoscientific.com/diagnostics)

## Andre land:

Vennligst kontakt den lokale representanten.