

**IVD** In vitro diagnosztikai felhasználásra

Rx Only

**REF** 100277

## Rendeltetés

A CEDIA® mikofenolsavas (MPA) kalibrátorok a CEDIA MPA vizsgálat kalibrálására használhatók.

## A kalibrátor alkotói

A CEDIA MPA kalibrátorok puffer mátrixban, tiszta vegyszerekből, stabilizátorokból és tartósítószerkekből készülnek. A kalibrátorok használatra kész folyadékok. A kalibrátorok az MPA következő célkoncentrációit tartalmazzák:

Alsó kalibrátor	0 µg/ml
Felső kalibrátor	10 µg/ml

**Az aktuális kalibrátor értékekhez lásd az adott kalibrátor kijelölt értékeket tartalmazó kártyáját,** amit a műszer paraméterek között kell beprogramozni. Az értékek párhuzamos elemzésekből származnak, ezeket LC-MS/MS módszerekkel igazolják és adagspecifikusak.

A kalibrátorokat mikofenolsav (CAS No. 24280-93-1) felhasználásával készítik és ezek egy gravimetriás módszerre visszavezethetők.

## Szállított anyagok:

<b>CALIBRATOR</b>	CEDIA MPA Alsó kalibrátor	2 x 5,0 ml
<b>CALIBRATOR</b>	CEDIA MPA Felső kalibrátor	2 x 5,0 ml

## További szükséges anyagok (nincsenek a szállítmányban):

<b>REF</b>	<b>A készlet leírása</b>
100276	CEDIA MPA reagenskészlet
100278	MAS mikofenolsavas 1. ellenőrző
100279	MAS mikofenolsavas 2. ellenőrző
100280	MAS mikofenolsavas 3. ellenőrző

## Tárolás és stabilitás

2-8 °C közötti hőmérsékleten tárolva a kalibrátorok a címkére nyomtatott lejárati dátumig stabilak.

## Eljárás

Minden egyes használat előtt néhányszor kíméletesen fel-le forgatva alaposan keverje fel a fiola tartalmát. Nyissa fel a kupakot és cseppentsen 3-4 csepp (~150 µl) folyékony kalibrátort a műszer egy tiszta mintacsészéjébe. Tegye fel a csészét a műszerre és vizsgálja meg.

## Korlátozások

A CEDIA MPA kalibrátorok nem használhatók a lejárató idő után. Ha bizonyított a termék mikrobiológiai szennyeződése, dobja ki a fiolát.

## Minőség-ellenőrzés

Minden minőség-ellenőrzési követelményt a helyi, állami és/vagy kormányzati szabályozásnak, illetve akkreditációs előírásoknak megfelelően kell teljesíteni.

## ⚠️ Óvintézkedések és figyelmeztetések

**VESZÉLY:** A CEDIA MPA kalibrátor ≤10% marhaszérum albumint (BSA) tartalmaz.

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H334 – Belélegezve allergiás vagy asztmás tüneteket, illetve nehézlégzést okozhat.

Kerülje a pára vagy gőzök belélegzését. Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. Viseljen védőkesztyűt/szemvédőt/arcvédőt. Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni. **BELÉLEGZÉS ESETÉN:** Légzési nehézség esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi tanácsot/ellátást kell kérni. Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A tartalom/edény elhelyezésének helye hulladékként: a helyi, regionális, országos és nemzetközi szabályok betartásával.

Tartsa be a laboratóriumi reagensek kezelése során előírt szokásos óvintézkedéseket.

A CEDIA MPA kalibrátorok ≤0,09% nátrium-azidot tartalmaznak, ami az ólom- vagy réz szerelvényekkel reakcióba lépve fémazidokat képezhet. A fémazidok folyamatos lerakódása robbanásveszélyt jelenthet. A selejtezésnél (ártalmatlanításnál) az azidok lerakódásának elkerülésére a lefolyókat bőséges mennyiségű vízzel át kell öblíteni.

## Szójegyzék:

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



Microgenics Corporation  
46500 Kato Road  
Fremont, CA 94538 USA  
USA vevőszolgálat  
és műszaki támogatás:  
1-800-232-3342



**EC REP**

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



A tájékoztató frissítése itt található:  
[www.thermoscientific.com/diagnostics](http://www.thermoscientific.com/diagnostics)

## Más országokban:

Vegye fel a kapcsolatot a Thermo Fisher Scientific képviselőjével.