

**IVD** Do badań diagnostycznych in vitro

Rx Only

**REF** 100277

## Przeznaczenie

Kalibratory kwasu mykofenolowego (MPA) CEDIA® są przeznaczone do stosowania podczas kalibracji testu CEDIA MPA.

## Składniki kalibratora

Kalibratory kwasu mykofenolowego (MPA) CEDIA są przygotowywane w układach buforowych z użyciem czystych substancji chemicznych, stabilizatorów i środków konserwujących. Kalibratory występują w postaci płynnej i są gotowe do użycia. Zawierają następujące docelowe stężenia kwasu mykofenolowego (MPA):

Low Calibrator	0 µg/ml
High Calibrator	10 µg/ml

**Należy odnieść się do rzeczywistych wartości kalibratorów znajdujących się na karcie przypisywania wartości dołączonej do zestawu**, aby zaprogramować je zgodnie z parametrami urządzenia. Wartości zostały uzyskane po przeprowadzeniu serii badań potwierdzonych metodą chromatografii LC-MS/MS i odnoszą się do danej partii.

Kalibratory są wytwarzane z zastosowaniem kwasu mykofenolowego (nr CAS 24280-93-1) i są zgodne z metodą grawimetryczną.

## Dostarczone materiały:

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

## Dodatkowe wymagane materiały (lecz niedostarczone):

<b>REF</b>	Opis zestawu
100276	Zestaw odczynników kwasu mykofenolowego (MPA) CEDIA
100278	Materiał kontrolny 1 kwasu mykofenolowego MAS
100279	Materiał kontrolny 2 kwasu mykofenolowego MAS
100280	Materiał kontrolny 3 kwasu mykofenolowego MAS

## Przechowywanie i stabilność

Kalibratory zachowują stabilność do daty ważności wydrukowanej na etykiecie, jeśli są przechowywane w temperaturze od 2 do 8°C.

## Procedura

Dokładnie wymieszać zawartość fiolki przed każdym użyciem, delikatnie odwracając ją kilka razy. Odkręcić zakrętkę i dodać od 3 do 4 kropli płynnego kalibratora (~150 µL) do czystego pojemnika na próbki w urządzeniu. Umieść pojemnik w urządzeniu i przeprowadź badanie.

## Ograniczenia

Kalibratorów kwasu mykofenolowego (MPA) CEDIA nie należy używać po upływie daty ważności. Jeśli w produkcie widoczne są oznaki skażenia mikrobiologicznego, wyrzucić fiolkę.

## Kontrola jakości

Wszystkie wymagania dotyczące kontroli jakości należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i/lub krajowymi oraz z wymogami akredytacyjnymi.

## ⚠ Ostrzeżenia i środki ostrożności

**NIEBEZPIECZEŃSTWO: Kalibrator kwasu mykofenolowego (MPA) CEDIA** zawiera ≤10% albuminy surowicy bydłowej (BSA).

H317 — Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H334 — Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

Unikać wdychania mgły lub par. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wносить poza miejsce pracy. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi.

Należy przestrzegać standardowych środków ostrożności obowiązujących podczas pracy ze wszystkimi odczynnikami laboratoryjnymi.

Kalibratory kwasu mykofenolowego (MPA) CEDIA zawierają ≤0,09% azdyku sodu, który może reagować z ołowianymi i miedzianymi elementami instalacji wodno-kanalizacyjnej, tworząc azydki metali. Nagromadzenie się azydów metali może doprowadzić do wybuchu. Substancje zawierające azydki metali należy zawsze usuwać, sptukując odpływy dużą ilością wody, aby nie dopuścić do ich nagromadzenia się.

## Słowniczek:

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



Microgenics Corporation  
46500 Kato Road  
Fremont, CA 94538 USA  
USA – Wsparcie dla klientów  
i pomoc techniczna:  
1-800-232-3342



**EC REP**

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



Aktualną wersję ulotki można pobrać z witryny:  
[www.thermoscientific.com/diagnostics](http://www.thermoscientific.com/diagnostics)

## Inne kraje:

Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Thermo Fisher Scientific.