

Calibratori CEDIA® per l'acido micofenolico

Thermo
SCIENTIFIC

IVD Per uso diagnostico in vitro

Rx Only

REF 100277

Uso previsto

I calibratori CEDIA® per l'acido micofenolico sono previsti per l'uso nella calibrazione del dosaggio CEDIA per l'MPA.

Costituenti dei calibratori

I calibratori CEDIA per l'MPA sono preparati in una matrice tampone, con sostanze chimiche pure, stabilizzanti e conservanti. I calibratori sono liquidi ready-to-use il modulo. Essi contengono le seguenti concentrazioni mirati di MPA:

Calibratore basso	0 µg/ml
Calibratore alto	10 µg/ml

Consultare la scheda di assegnazione dei valori contenuta nel kit per i valori effettivi del calibratore, da programmare in base ai parametri dello strumento. I valori sono derivati dall'analisi dei replicati, confermati mediante tecnica LC-MS/MS e sono specifici del lotto.

I calibratori vengono formulati utilizzando acido micofenolico (CAS N. 24280-93-1) e sono tracciabili mediante un metodo gravimetrico.

Materiali forniti

CALIBRATOR	Calibratore basso CEDIA per l'MPA	2 x 5,0 ml
CALIBRATOR	Calibratore alto CEDIA per l'MPA	2 x 5,0 ml

Ulteriori materiali necessari (ma non forniti)

REF	Descrizione del kit
100276	Kit di reagenti CEDIA per l'MPA
100278	Controllo 1 MAS per l'acido micofenolico
100279	Controllo 2 MAS per l'acido micofenolico
100280	Controllo 3 MAS per l'acido micofenolico

Conservazione e stabilità

Se conservati in frigorifero a 2-8 °C, i calibratori rimangono stabili fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta.

Procedura

Mescolare il contenuto della fiala prima di ciascun utilizzo capovolgendola delicatamente più volte. Aprire il tappo e versare 3 - 4 gocce di liquido calibratore (~150 µl) in una coppetta per campione pulita dello strumento. Inserire la coppetta nello strumento e sottoporla ad analisi.

Limitazioni

I calibratori CEDIA per l'MPA non devono essere usati dopo la data di scadenza. In caso di contaminazione microbica del prodotto, gettare la fiala.

Controllo Di Qualità

Tutti i requisiti di controllo della qualità vanno soddisfatti in conformità alle normative vigenti o ai requisiti per l'accreditamento.

⚠ Avvertenze e precauzioni

PERICOLO: MPA CEDIA Il calibratore contiene ≤10% Albumina sierica bovina (BSA).
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

Evitare di respirare la polvere o i vapori. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. **IN CASO DI INALAZIONE:** se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Smaltire il prodotto/recipiente nelle apposite aree in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Esclusivamente per uso diagnostico in vitro - Adottare le normali precauzioni necessarie per la manipolazione di tutti i reagenti di laboratorio.

I calibratori per MPA CEDIA contengono ≤0,09% di sodio azide che può reagire con il piombo o il rame delle tubature di scarico formando azidi metalliche. Il continuo accumulo di azidi metalliche può comportare il rischio di esplosione. Al momento dello smaltimento, sciacquare gli scarichi con abbondanti quantità di acqua per evitare l'accumulo di azidi metalliche.

Glossario:

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
Assistenza tecnica e assistenza
alla clientela negli USA:
1-800-232-3342



EC REP

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



Per gli aggiornamenti del foglietto illustrativo, visitare:
www.thermoscientific.com/diagnostics

Negli altri Paesi:

Consultare il rappresentante commerciale di zona.