

IVD Para uso diagnóstico in vitro

Rx Only

REF 100277

Indicaciones

Los calibradores de CEDIA® Ácido micofenólico (MPA) están concebidos para usar en la calibración del análisis CEDIA MPA.

Componentes de los calibradores

Los calibradores CEDIA MPA están preparados en una matriz de solución amortiguadora, con sustancias químicas puras, estabilizantes y conservantes. El calibrado son líquidos ready-to-use forma. Contienen las siguientes concentraciones de MPA:

Calibrador bajo	0 µg/ml
Calibrador alto	10 µg/ml

Consulte la tarjeta de asignación de valores incluida en el kit para obtener los valores reales del calibrador, que han de programarse de acuerdo con los parámetros del instrumental. Los valores provienen de análisis repetidos, confirmados por LC-MS/MS, y son específicos para cada lote.

Los calibradores se formulan con ácido micofenólico (número CAS 24280-93-1) y pueden ser rastreados a un método gravimétrico.

Material suministrado:

CALIBRATOR	Calibrador bajo CEDIA MPA	2 x 5,0 ml
CALIBRATOR	Calibrador alto CEDIA MPA	2 x 5,0 ml

Material adicional requerido (pero no suministrado):

REF	Descripción del kit
100276	Kit de reactivo CEDIA MPA
100278	Control 1 MAS de ácido micofenólico
100279	Control 2 MAS de ácido micofenólico
100280	Control 3 MAS de ácido micofenólico

Almacenamiento y estabilidad

Si se almacenan a una temperatura de 2 °C a 8 °C, los calibradores se conservan estables hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta.

Procedimiento

Mezcle bien el contenido del frasco antes de cada uso, invirtiendo suavemente el frasco varias veces. Abra la tapa y deje caer 3 ó 4 gotas del líquido de control (~150 µl) en un recipiente de muestras del instrumento limpio. Coloque el recipiente en el instrumento y analícelo.

Limitaciones

No utilice los calibradores CEDIA MPA después de la fecha de caducidad. Si existen indicios de contaminación microbiana en el producto, deseche el frasco.

Control De Calidad

Todos los requisitos de control de calidad deben realizarse de acuerdo con las normas o los requisitos de acreditación locales, estatales o federales.

⚠ Precauciones y advertencias

PELIGRO: CEDIA MPA El calibrador contiene ≤10% albúmina de suero bovino (BSA).

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma, o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Evitar respirar los vapores o la neblina. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Llevar guantes de protección/ protección para los ojos/máscara de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. En caso de contacto con la piel: Lavar la zona con abundante agua y jabón. EN CASO DE INHALACIÓN: Si la víctima respira con dificultad, transpórtela al exterior y manténgala en reposo en una posición en la que respire con comodidad. En caso de irritación o erupción de la piel: Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata. En caso de experimentar síntomas de dificultad respiratoria: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Eliminar el contenido/el recipiente en un lugar que esté en conformidad con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

Para uso diagnóstico in vitro solamente: Tome las precauciones normales requeridas para la manipulación de todos los reactivos de laboratorio.

Los calibradores de MPA CEDIA contienen ≤0,09% de azida sódica, que puede reaccionar con el plomo o el cobre de las cañerías y formar azidas metálicas. La acumulación de azidas metálicas puede causar peligro de explosión. Al desechar este producto, los desagües deben enjuagarse con agua abundante para evitar la acumulación de azidas.

Glosario:

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
Servicio al cliente y de asistencia
técnica en EE.UU.:
1-800-232-3342



EC REP

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



Para actualizaciones de folletos, visite:
www.thermoscientific.com/diagnostics

En otros países:

Póngase en contacto con su representante local.