

# CEDIA® Antibiotic TDM Multi-Cal (Antibióticos)

thermo  
scientific

**IVD** Para uso diagnóstico in vitro

**Rx Only**

**REF** 100017 TDM Multi-Cal Bajo Antibióticos (2 x 7,5 mL)  
TDM Multi-Cal Alto Antibióticos (2 x 5,0 mL)

## Empleo

Los CEDIA® Antibiotic TDM Multi-Cals (calibradores para la monitorización de antibióticos) se utilizan para la calibración de los tests CEDIA Tobramicina y Gentamicina en el suero o plasma humanos.

Cada juego de calibradores se vende por separado y puede combinarse con todo lote de reactivos. Los calibradores están listas para el uso y contienen sales tampón, ≤0,09% de azida sódica y las siguientes sustancias (véase el suplemento incluido en el conjunto para averiguar los valores reales de los calibradores):

Substancia	Bajo	Alto
Albúmina sérica bovina	0,45 g	0,3 g
Tobramicina		0,06 mg
Gentamicina		0,06 mg

## Medidas de seguridad y advertencias

**PELIGRO:** CEDIA Antibiotic TDM Multi-Cals contiene ≤6,0% de albúmina sérica bovina (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.

Los reactivos contienen ≤0,09% de azida sódica. Evite el contacto con la piel y las mucosas. En caso de contacto con la piel y las mucosas lave las áreas afectadas inmediatamente con agua en abundancia. En caso de contacto con los ojos o de ingestión, consulte inmediatamente a un médico. La azida sódica puede reaccionar con el plomo o cobre de las cañerías hasta formar azidas metálicas explosivas. Al desechar el reactivo debe enjuagarse con abundante agua para evitar el depósito de azida. Las superficies metálicas expuestas deben limpiarse con hidróxido sódico al 10%.

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene sustancias químicas conocidas en el estado de California como cancerígenas o teratogénicas o capaces de causar otros daños reproductivos.

## Almacenamiento y estabilidad<sup>1</sup>

Almacenar los calibradores entre 2 y 8° C. **NO CONGELAR.**

Estabilidad antes de abrir los frascos: hasta la fecha de caducidad impresa.

Estabilidad después de abrir los frascos: 60 días o hasta la fecha de caducidad impresa, de ocurrir con anterioridad.

## Procedimiento

### Materiales suministrados:

CEDIA TDM Multi-Cals Antibióticos

### Materiales adicionales requeridos (pero no incluidos):

Juegos de reactivos CEDIA para los tests Tobramicina o Gentamicina.

## Instrucciones de uso:

Los calibradores son líquidos y se encuentran listos para el uso sin necesidad de reconstitución. Antes del uso, mezclar el contenido del frasco invirtiéndolo cuidadosamente 2 ó 3 veces.

Anotar la fecha de la primera apertura del calibrador en la etiqueta del frasco correspondiente.

Quitar la tapa y verter el volumen necesario en un tubo de ensayo según las instrucciones de la hoja de aplicación del test CEDIA correspondiente.

Para evitar la contaminación recíproca de los diferentes calibradores se deben utilizar juntos los dosificadores y las tapas de los frascos del mismo color.

## Resultados

Los CEDIA Antibiotic TDM Multi-Cals se utilizan para determinar la concentración de ciertas drogas. Véase la metodología o el folleto de aplicación del test CEDIA en cuestión para obtener más informaciones.

## Limitaciones

Los CEDIA Antibiotic TDM Multi-Cals están diseñados únicamente para el uso especificado. Véase la metodología del test CEDIA en cuestión o el folleto de aplicación específico al analizador para obtener más informaciones.

## 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.

## Bibliografía

1. Documentación de Microgenics Corporation, parte de Thermo Fisher Scientific.

## Glosario:

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



Microgenics Corporation  
46500 Kato Road  
Fremont, CA 94538 EE.UU  
Atención al cliente y servicio técnico  
en EE.UU:  
1-800-232-3342



EC REP

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



Para consultar las actualizaciones, visite:  
[www.thermofisher.com/diagnostics](http://www.thermofisher.com/diagnostics)

## Otros países:

Favor de comunicarse con su representante local.

CEDIA es una marca registrada de ROCHE Diagnostics.

10003753-9-ES  
2018 11