

CEDIA® Mycophenolic Acid Calibrator

Thermo
SCIENTIFIC

IVD 체외 진단용

Rx Only

REF 100277

용도

CEDIA® Mycophenolic Acid(MPA) Calibrator는 CEDIA MPA Assay의 보정에 사용하기 위한 제품입니다.

칼리브레이터 성분

CEDIA MPA Calibrator는 순수한 화학물질, 안정제, 보존제와 함께 완충 기질에 준비됩니다. 칼리브레이터는 즉시 사용할 수 있는 액체 형태입니다. 여기에는 다음의 표적 농도를 가진 MPA가 포함되어 있습니다.

Low Calibrator	0µg/mL
High Calibrator	10µg/mL

기기 변수에 프로그래밍되는 **실제 칼리브레이터 값은 키트에 포함된 값 지정 카드를 참조하십시오**, 반복 분석으로 도출된 이 값들은 LC-MS/MS 방법으로 확인되었으며 로트에 특이적입니다.

칼리브레이터는 마이코페놀산(CAS 번호 24280-93-1)을 사용하여 조제되며 중량 분석법에 대해 추적 가능합니다.

내용물:

CALIBRATOR CEDIA MPA Low Calibrator	2 x 5.0mL
CALIBRATOR CEDIA MPA High Calibrator	2 x 5.0mL

필요한 추가 물품(제공되지 않음):

REF	Kit 설명
100276	CEDIA MPA Reagent Kit
100278	MAS Mycophenolic Acid Control 1
100279	MAS Mycophenolic Acid Control 2
100280	MAS Mycophenolic Acid Control 3

보관 및 안정성

칼리브레이터는 2-8°C에서 보관했을 때 라벨에 인쇄된 유효기간까지 안정적입니다.

절차

매 사용 전에 바이알을 몇 번 천천히 뒤집어 내용물을 완전히 혼합합니다. 랩을 열고 3-4 방울의 액체 칼리브레이터(~150 µL)를 깨끗한 기기 시료 컵에 떨어뜨립니다. 컵을 기기에 배치하고 분석합니다.

제한 사항

CEDIA MPA Calibrator는 유효기간이 지나면 사용할 수 없습니다. 제품에 미생물 오염의 징후가 있는 경우 바이알을 폐기하십시오.

정도 관리

모든 정도 관리 절차는 지역적/국가적 규정 또는 인가 요구 사항에 따라 실시해야 합니다.

주의 사항 및 경고

위험: CEDIA MPA Calibrator에는 ≤10%의 소혈청 알부민(BSA)이 포함되어 있습니다.

H317 - 피부 알레르기 반응을 유발할 수 있습니다.

H334 - 흡입할 경우 알레르기 또는 천식 증상 또는 호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.

분우 또는 증기를 흡입하지 마십시오. 오염된 작업복을 작업장 밖으로 반출하지 마십시오. 보호용 장갑/보안경/안면 보호 마스크를 착용하십시오. 환기가 부적절한 상황에서는 호흡기 보호 장치를 착용하십시오. 피부에 묻을 경우: 다량의 비눗물로 충분히 씻어냅니다. 흡입한 경우: 호흡 곤란을 보이는 경우 노출된 직원을 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고 호흡하기 편한 자세로 안정을 취하도록 합니다. 피부 자극 또는 발진이 생긴 경우: 의학적 상담/처치를 받으십시오. 호흡기 증상이 나타날 경우: 독성 물질 센터 또는 의사에게 도움을 요청하십시오. 재사용 전 오염된 의류를 세탁하십시오. 지역/국가/국제 규정에 따라 적합한 장소에 내용물/용기를 폐기하십시오.

모든 실험실 시약의 취급에 요구되는 일반 주의사항에 따르십시오.

CEDIA MPA Calibrator에는 ≤0.09%의 아지드화나트륨이 포함되어 있으며, 납 또는 구리 배관과 반응하면 금속 아지드를 형성할 수 있습니다. 금속 아지드가 계속해서 축적되면 폭발의 위험이 있습니다. 다량의 물로 폐기, 세척 배수 시 아지드가 축적되지 않도록 하십시오.

용어:

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
미국 고객
및 기술 지원:
1-800-232-3342



EC REP

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



제품 설명서 업데이트 보기:
www.thermoscientific.com/diagnostics

기타 국가:

해당 Thermo Fisher Scientific 담당자에게 연락하십시오.