

CEDIA® Cyclosporine PLUS Calibrator

IVD 체외 진단용

Rx Only

REF 100012 Cyclosporine High Range Cal A(2 x 4.0mL)

Cyclosporine High Range Cal B(2 x 4.0mL)

용도

CEDIA® Cyclosporine PLUS High Range 칼리브레이터는 인간 전혈의 CEDIA Cyclosporine PLUS High Range Assay에 사용됩니다. 각 칼리브레이터는 별도로 판매되며 모든 시약 로트에서 사용할 수 있습니다. 칼리브레이터에는 완충염, < 0.13%의 아지드화나트륨 및 다음 물질이 포함되어 있습니다.

카탈로그 번호 100012	BSA(g)	시클로스포린(µg)
High Range A	0.72	1.8
High Range B	0.72	8.0

실제 칼리브레이터 값은 키트에 포함된 값 지정 부록을 참조하십시오.

주의 사항 및 경고

위험: CEDIA 칼리브레이터에는 ≤18%의 소 혈청 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. EUH032 - 산과 접촉 시 매우 강한 독성 가스가 발생합니다.

분무 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.

칼리브레이터에는 0.13% 미만의 아지드화나트륨이 포함되어 있습니다. 눈, 피부 및 기타 점막에 닿지 않도록 주의하십시오. 다량의 물을 사용하여 물질이 닿은 부위를 씻으십시오. 눈에 들어가거나 삼킨 경우 즉시 의학적 처치를 받으십시오. 아지드화 나트륨은 납 또는 구리 관과 반응하여 폭발성 있는 금속 아지드를 형성할 수 있습니다. 칼리브레이터를 폐기할 때 항상 아지드가 축적되지 않도록 다량의 물과 함께 흘려 보내십시오. 노출된 금속 표면은 10%의 수산화나트륨으로 세척하십시오.

보관 및 안정성

2-8°C에서 칼리브레이터를 보관하십시오. **열리지 마십시오.**

개봉되지 않은 칼리브레이터의 안정성에 대한 정보는 상자 또는 병 라벨의 유효기간을 참조하십시오.

안정성은 병 개봉 후 60일 또는 인쇄된 유효기간 중 빠른 날짜입니다.

절차

내용물:

CEDIA Cyclosporine PLUS High Range Calibrators.

필요한 추가 물품(제공되지 않음):

CEDIA Cyclosporine PLUS Reagent Kit
CEDIA Cyclosporine PLUS High Range Control 4 및 5

보정 준비

1. 사용 전 칼리브레이터를 천천히, 그리고 완전히 혼합합니다.
2. 정확히 100µL의 칼리브레이터를 시료 컵에 추가합니다.
3. 리피터 피펫을 사용하여 정확히 400µL의 CEDIA Cyclosporine Plus Lysing Reagent를 각 시료 컵에 추가합니다.
4. 각 시료 컵을 2-5초 동안 휘둘러 섞습니다.
5. 칼리브레이터 컵을 기기에 배치하고 분석합니다.

칼리브레이터는 15-25°C에서 1.5시간 동안 안정적입니다.

분석

CEDIA Cyclosporine PLUS Calibrator는 시클로스포린의 농도를 측정하는 데 사용됩니다. 구체적인 정보는 Cyclosporine PLUS 시약 키트의 제품 설명서를 참조하십시오.

정도 관리

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

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.thermofisher.com/diagnostics

기타 국가:

해당 지역의 Thermo Fisher Scientific 담당자에게 연락하십시오.

CEDIA는 Roche Diagnostics의 등록 상표입니다.

10003911-12-KO
2020 02