

CEDIA® Siklosporin PLUS Kalibratörü

IVD In Vitro Diyagnostik Kullanım İçin

Rx Only

REF 100012 Siklosporin Yüksek Aralık Kal A (2 x 4,0 mL)

Siklosporin Yüksek Aralık Kal B (2 x 4,0 mL)

Kullanım Amacı

CEDIA® Siklosporin PLUS Yüksek Aralık kalibratörleri, insan tam kanında CEDIA Siklosporin PLUS Yüksek Aralık Test Kiti'ni kalibre etmek için kullanılır. Her kalibratör seti ayrı olarak satılır ve herhangi bir reaktif lotu ile kullanılabilir. Kalibratörler tampon tuzlar, < %0,13 sodyum azit ve aşağıdaki maddeleri içerir.

| Kat. No. 100012 | BSA (g) | Siklosporin (µg) |
|-----------------|---------|------------------|
| Üst Aralık A | 0,72 | 1,8 |
| Üst Aralık B | 0,72 | 8,0 |

Kalibratör değeri atama kartı içeren ek atamaya bakın.

⚠️ Önlemler ve Uyarılar

TEHLİKE: CEDIA kalibratörler, ≤%18 bovin albümin serumu (BSA) içerir.

H317 - Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.

H334 - Solunması durumunda alerji veya astım semptomlarına veya nefes alma güçlüğüne neden olabilir.

EUH032 - Asit ile temas son derece toksik bir gaz serbest bırakır.

Buğu veya buhar solumaktan kaçının. Kontamine olan çalışma giysisi işyerinin dışına çıkarmamalıdır. Koruyucu eldivenler/koruyucu gözlük/yüz koruyucu takın. Yetersiz havalandırma olması durumunda solunum koruması takın. Cilde temas etmesi halinde: Bol sabun ve suyla yıkayın. SOLUNMUŞSA: Maruz kalan nefes almada zorluk çekiyorsa temiz havaya çıkarmak ve nefes alması için rahat bir konumda tutun. Giltte tahriş veya döküntü oluşursa: Tıbbi yardım/destek alın. Solunum semptomları yaşıyorsanız: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. Yeniden kullanmadan önce kontamine olan giysileri yıkayın. İçindekileri/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemelere uygun bir yere atın.

Kalibratörler, %0,13'ten az sodyum azit içerir. Deri ve mukoza tabakasıyla temasından kaçının. Etkilenen bölgeleri bol miktarda suyla yıkayın. Göze kaçtığı anda veya yutma durumunda derhal tıbbi destek alın. Sodyum azit kurşun veya bakır tesisatla reaksiyona girerek potansiyel patlayıcı metal azitler oluşturabilir. Böyle kalibratörleri atarken, azit birikmesini engellemek için her zaman bol miktarda suyla yıkayın. Açıkta olan metal yüzeyleri %10 sodyum hidroksitle temizleyin.

Saklama ve Stabilite

Kalibratörleri 2-8 °C ısıda saklayın. **DONDURMAYIN.**

Açılmamış kalibratörlerin stabilitesini sağlamak için kutu veya şişe etiketleri üzerinde belirtilen son kullanma tarihine bakın.

Şişeyi açtıktan **sonraki** stabilite için 60 gün veya basılı son kullanma tarihinden hangisi önce gelirse.

Prosedür

Sağlanan malzemeler:

CEDIA Siklosporin PLUS Yüksek Aralık Kalibratörleri.

Gereken (ancak sağlanmayan) ek malzemeler:

CEDIA Siklosporin PLUS Reaktif Kiti

CEDIA Siklosporin PLUS Yüksek Aralık Kontrolleri 4 ve 5

Kalibrasyon Hazırlama

1. Kullanmadan önce kalibratörleri iyice karıştırın.
2. Tam olarak 100 µL kalibratörü aynı numune kabına ekleyin.
3. Tekrarlayıcı pipeti kullanarak, tam olarak 400 µL CEDIA Siklosporin Plus Lizin Reaktifini her bir numune kabına ekleyin.
4. Her bir numune kabını 2-5 saniye boyunca vorteksleyin.
5. Kalibratör kabını cihazın ve test kitinin üzerine yerleştirin.

Kalibratörler 15-25 °C'de 1,5 saat için stabildir.

Test kiti

CEDIA Siklosporin PLUS Kalibratörleri Siklosporin konsantrasyonlarını tespit amacıyla kullanılır. Spesifik bilgi için Siklosporin PLUS reaktif kiti prospektüsüne başvurun.

Kalite Kontrol

Tüm kalite kontrolü koşulları yerel, eyalet ve/veya federal yönetmeliklere ve akreditasyon koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Sözlük:

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
ABD Müşteri ve
Teknik Destek:
1-800-232-3342



EC REP

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



Prospektüs güncellemeleri için:
www.thermofisher.com/diagnostics

Diğer ülkeler:

Lütfen yerel Thermo Fisher Scientific temsilcinize başvurun.

CEDIA Roche Diagnostics'in tescilli ticari markasıdır.

10003911-12-TR
2020 02