

CEDIA® Eroin Metaboliti (6-AM) Kalibratör ve Kontrol Kiti

Thermo
SCIENTIFIC

IVD In Vitro Diyagnostik Kullanım İçin

Yalnızca RX

REF 100031 Hassasiyet (Cutoff) Kalibratörü (5,0 mL)

100034 Yüksek Kalibratör (5,0 mL)

100202 MGC Select DAU Control Set (MGC İdrarda Seçili Madde Kontrolü Testi)

Kullanım amacı

CEDIA® Eroin Metaboliti (6-AM) kalibratörü idrarda 6-Asetil Morfinin tespiti için CEDIA Eroin Metaboliti Test Kiti kalibre etmek üzere kullanılır. CEDIA 6-Asetil Morfin kontrolleri CEDIA Eroin Metaboliti Test Kiti kalibrasyonunu valide etmek için test edilmeyen kontrol malzemesi olarak kullanılır.

CEDIA Eroin Metaboliti kalibratörleri ve kontrolleri ayrı olarak satılır ve herhangi bir CEDIA Eroin Metaboliti reaktif lotu ile kullanılabilir. Kalibratörler ve kontroller insan idrarında < %0,09 sodyum azit ve aşağıdaki hedeflenmiş konsantrasyonlarda 6-Asetil Morfin içerir.

Hassasiyet (Cutoff) Kalibratörü: 10 ng/mL

Negatif Kontrol: 7,5 ng/mL

Pozitif Kontrol: 12,5 ng/mL

Yüksek Kalibratör: 20 ng/mL

⚠️ Önlemler ve uyarılar

UYARI: CEDIA Eroin Metaboliti kalibratörleri ve kontrolleri steril olmayan insan idrarından hazırlanır. Bu kalibratörler, *Hastalık Kontrolü Merkezleri/Ulusal Sağlık Enstitüleri kılavuzu, Mikrobiyolojik ve Biyomedikal Laboratuvarlarda Biyogüvenlik, 1993'da* herhangi potansiyel olarak enfeksiyöz insan serumu, kan örneği veya idrar için önerildiği şekilde Biyogüvenlik Seviyesi 2'de kullanılmalıdır.

TEHLİKE/DİKKAT:

Kalibratörler %0,09'den az sodyum azit içerir. Kalibratörler, ≤%0,2 bovin serum albümini (BSA) içerir. Deri ve mukoza tabakasıyla temasından kaçının. Etkilenen bölgeleri bol miktarda suyla yıkayın. Göze kaçtığına 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.

H317 - Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.

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

Buğu veya buhar solumaktan kaçının. Kontamine olan çalışma giysisi işyerinin dışına çıkmamalıdır. 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 için nefes alması için rahat bir konumda tutun. Spesifik tedavi (Ürün etiketi üzerindeki İlk Yardım bilgilerine ve/veya SDS'nin 4. Bölümüne bakın). Ciltte 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.

Saklama ve Stabilite

Kalibratörleri ve kontrolleri 2-8°C'de saklayın. Kalibratör ve kontroller açıldıktan sonra şişenin üzerindeki son kullanma tarihine kadar stabildir.

Prosedür

Eroin Metaboliti Reaktif Kiti prospektüsüne başvurun.

Sağlanan malzemeler:

CEDIA Eroin Metaboliti kalibratörleri ve kontrolleri.

Gerekten (ancak sağlanmayan) ek malzemeler:

REF

1557416

100107 (SC Kit) veya

100108 (MC Kit)

Açıklama

Negatif Kalibratör Kalibratörü

Eroin Metabolit Reaktif Kiti

Kullanım talimatları:

Kalibratörler ve kontroller kullanıma hazırdır.

Sonuçlar

CEDIA Eroin Metabolit Kalibratörleri ve Kontrolleri pozitif ve negatif 6-Asetil Morfin numuneleri arasında ayırma yaparken referans olarak kullanılır. Spesifik bilgi için CEDIA Eroin Metaboliti uygulama sayfasına başvurun.

Kısıtlamalar

CEDIA Eroin Metaboliti Kalibratörleri ve Kontrolleri seti sadece belirtilen şekilde kullanılmak içindir. Daha fazla bilgi ilgili CEDIA Eroin Metaboliti uygulama sayfasında verilmektedir.

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.thermoscientific.com/diagnostics

Diğer ülkeler:

Lütfen yerel temsilcinize başvurun.

CEDIA Roche Diagnostics'ın tescilli ticari markasıdır.

10004318-7-TR
2017 05