

MGC Select DAU Kontrol Seti

IVD in Vitro Diyagnostik Kullanım İçin

REF 100202 Düşük 3 x 5 mL
Yüksek 3 x 5 mL

Kullanım Amacı

MGC Select DAU Kontrol Seti, insan idrarında kötüye kullanılan maddeleri tespit eden test kitinin doğrulanması amacıyla test edilmeyen Yüksek ve Düşük kontroller içerir.

Kontrollerin Açıklaması

MGC Select DAU Kontrol Seti, insan idrar matrisi içinde formüle edilmiş, içerisinde aşağıda hedeflenen konsantrasyonlarda stabilizörler, koruyucular ve ilaçlar bulunan kullanıma hazır sıvı kontroller olarak satılmaktadır:

Madde	Düşük (ng/mL)	Yüksek (ng/mL)
6-Asetilmorfin	7,5	12,5
Benzoilekgonin	112,5	187,5
LSD	0,3	0,7
MDMA	375	625
Nitrazepam	150	250

⚠️ Önlemler ve Uyarılar

Tüm laboratuvar reaktifleri ile çalışırken alınması gereken normal önlemleri alın.

TEHLİKE: MGC Select DAU Kontrol Seti, \leq 0,3 bovin serum albümini (BSA) içerir.

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 çıkın ve nefes alması için rahat bir konumda tutun. Ciltte tahriş veya döküntü oluşursa: Tıbbi yardım/destek alın. Solunum semptomları yaşıyorsanız: ZEHR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. Yeniden kullanmadan önce kontamine olan giysileri yıkayın. İçindekileri/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemelere uygun bir yere atın.

MGC Select DAU Kontrol Seti $<$ 0,1 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. Bu gibi reaktifleri imha ederken, azit birikimini engellemek için her zaman bol miktarda suyla yıkayın.

MGC Select DAU Kontrol Setinin üretimi sırasında kullanılan insan kaynaklı malzemeler, FDA onaylı testler kullanılarak HIV 1 ve 2, Hepatit B ve Hepatit C için test edilmiştir. Bulgular negatiftir. Ancak, hiçbir test yöntemi potansiyel enfeksiyon riskini mutlak kesinlikle tespit edemeyeceğinden, bu malzemelerle hastadan alınan numunelerde olduğu gibi dikkatle çalışılmalıdır. Maruz kalınması durumunda yetkili sağlık kurumlarının direktiflerine uyulmalıdır.

Saklama ve Stabilite

MGC Select DAU Kontrol Seti 2-8 °C ısıda saklanmalıdır ve kutunun üzerindeki etikette belirtilen son kullanma tarihine kadar stabildir.

Kullanım Talimatları

MGC Select DAU Kontrol Seti kullanıma hazır sıvıdır. Flakonun içindekileri her kullanımdan önce 2-3 kez hafifçe tersine çevirerek karıştırın.

Kapağı çıkartın ve gerekli miktardaki kontrolü ilgili prospektüs veya uygulama sayfasında belirtildiği şekilde numune kabı içerisine dağıtın.

Kalite Kontrol

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

Sağlanan malzemeler:

MGC Select DAU Kontrol Seti

Gereken ek malzemeler:

Kötüye Kullanılan Maddeler Reaktif Kitleri

CEDIA® ROCHE Diagnostics'in tescilli ticari markasıdır



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
Tel: +49 (0) 800 404 077 12
Fax: +49 (0) 800 404 077 13



Prospektüs güncellemeleri için:
www.thermofisher.com/diagnostics

Diğer ülkeler:

Lütfen Thermo Fisher Scientific temsilcinize başvurun.