

MGC Primary DAU Kontrol Seti

IVD In Vitro Diyagnostik Kullanım İçin

REF 100200 Düşük 3 x 5 mL
Yüksek 3 x 5 mL

Kullanım Amacı

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

Kontrollerin Açıklaması

MGC Primary 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)
Benzoilekgonin	225	375
EDDP	750	1250
d-Metamfetamin	750	1250
Metadon	225	375
Metakualon	225	375
Morfin	1500	2500
Oksazepam	150	250
Fensiklidin	19	31
Propoksifen	225	375
Sekobarbital	150	250

Önlemler ve Uyarılar

Tüm laboratuvar reaktifleri ile çalışırken alınması gereken normal önlemleri alın.

TEHLİKE: MGC Primary DAU Kontrol Set (MGC İdrarda Birincil Madde Kontrolü Seti), $\leq 0,1$ sodyum azit ve $\leq 0,3$ 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. Bu gibi reaktifleri imha ederken, azit birikimini engellemek için her zaman bol miktarda suyla yıkayın.

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 ve nefes alması için rahat bir konumda tutun. 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.

MGC Primary 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 kesinlikte tespit edemeyeceğinden, bu malzemelerle hastadan alınan numunelerde olduğu gibi dikkatle çalışılmalıdır. Maruz kalınması durumunda yetkili sağlık kurumlarının direktiflerine uyulmalıdır.

Saklama ve Stabilite

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

Kullanım Talimatları

MGC Primary 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 Primary DAU Kontrol Seti

Gereken ek malzemeler:

Kötüye Kullanılan Maddeler Reaktif Kiti



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



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



Prospektüs güncellemeleri için:
www.thermofisher.com/diagnostics

Diğer ülkeler:

Lütfen Thermo Fisher Scientific temsilcinize başvurun.