

# CEDIA® Buprenorphine Kalibratörleri ve Kontrolleri

**Thermo**  
SCIENTIFIC

**IVD** In Vitro Diyagnostik Kullanım İçin

**Rx Only**

**REF** 100241 CEDIA Buprenorphine S1 Kalibratör (0 ng/mL)  
100242 CEDIA Buprenorphine S2 Kalibratör (5 ng/mL)  
100243 CEDIA Buprenorphine S3 Kalibratör (20 ng/mL)  
100244 CEDIA Buprenorphine S4 Kalibratör (50 ng/mL)  
100245 CEDIA Buprenorphine S5 Kalibratör (75 ng/mL)  
100246 CEDIA Buprenorphine Düşük (3 ng/mL) ve Yüksek (7 ng/mL) Kontroller

## Kullanım Amacı

CEDIA® Buprenorphine kalibratörler CEDIA Buprenorphine Test Kitini insan idrarında kalibre etmek için kullanılır.

CEDIA Buprenorphine kontroller CEDIA Buprenorphine Test Kitini insan idrarında niteliklendirmek için kullanılır.

Her kalibratör ve kontrol seti ayrı olarak satılır ve herhangi bir reaktif lotu ile kullanılabilir. Kullanıma hazır kalibratörler ve kontroller işlenmiş insan idrarı, tampon tuzları ve %0,09 sodyum azit içerir.

## ⚠️ Önlemler ve Uyarılar

Tüm laboratuvar reaktifleri ile çalışırken alınması gereken normal önlemleri alın.

**UYARI:** Kalibratörler ve kontroller %0,09 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. Azit kurşun veya bakır tesisatla reaksiyona girerek potansiyel patlayıcı metal azitler oluşturabilir. Böyle reaktifleri atarken, azit birikmesini engellemek için her zaman bol miktarda suyla yıkayın. Açıkta olan metal yüzeyleri %10 sodyum hidroksitle temizleyin.

## Saklama ve Stabilite

Kalibratörleri ve kontrolleri 2-8 °C'de saklayın. **Dondurmayın.** Açılmamış kalibratörlerin veya kontrollerin stabilitesini sağlamak için kutu veya şişe etiketleri üzerinde belirtilen son kullanma tarihine bakın. Açılmış kalibratörlerin veya kontrollerin stabilitesi için; 60 gün veya basılı son kullanma tarihinden hangisi önce gelirse.

## Kullanım Talimatları

Kalibratörler ve kontroller sıvı halinde kullanıma hazırdır. Flakonun içindekileri her kullanımdan önce 2-3 kez hafifçe tersine çevirerek karıştırın.

Kalibratör veya kontrolün açıldığı tarihi flakon etiketi üzerine kaydedin.

Kapağı çıkartın ve gerekli miktardaki kalibratör veya kontrolü ilgili CEDIA test kiti uygulama sayfasında belirtildiği şekilde numune kabı içerisine dağıtın.

Renkli kalibratör veya kontrol kapakları ile uygun renkteki damlalık uçlarını eşleştirerek kalibratör düzeylerinin çapraz kontaminasyonuna yol açmaktan kaçının.

## 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](http://www.thermoscientific.com/diagnostics)

## Diğer ülkeler:

Lütfen yerel temsilcinize başvurun.

CEDIA Roche Diagnostics'ın tescilli ticari markasıdır.

10007591-7-TR  
2018 01