

## IVD In Vitro Diyagnostik Kullanım İçin

### Rx Only

<b>REF</b>	10015632 (3 x 18 ml Kit)
	100248 (70 ml Kit)
	100249 (500 ml Kit)

### Kullanım Amacı

DRI® Oksikodon Testi, insan idrarında 100 ve 300 ng/ml hassasiyet değerlerinde kalitatif ve semikantitatif oksikodon tayinine yönelik tasarlanmıştır. Test, insan idrarında oksikodon tespit etmeye yönelik basit ve hızlı bir analitik tarama prosedürü sağlar.

**Bu test kiti yalnızca prelinimer bir analitik test sonucu verir. Onaylanmış bir analitik sonuç elde etmek amacıyla daha spesifik bir alternatif kimyasal yöntem kullanılmalıdır. Gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi (GC/MS) tercih edilen onay yöntemidir. Özellikle prelinimer sonuçlar kullanıldığında, tüm ilaç kötüye kullanım test sonuçları için klinik dikkat gösterilmelidir ve profesyonel yargıya varılmalıdır.**

### Test Özeti ve Açıklaması

Oksikodon orta ila şiddetli ağrı olan hastalarda ağrı yönetimi için reçete edilen yarı sentetik opioiddir. Analjezik özellikler olarak kodein ve morfine benzerdir, ancak morfinden daha potenttir ve daha yüksek bağımlılık oranına sahiptir. İlaç oksikodon OxyContin® (Oxycodone HCl) olarak veya aspirin (Percodan®) veya asetaminofen (Percocet®) ile kombine olarak tedarik edilir. İlaç kötü amaçlı olarak kullanılanlar ilacı doz haline getirir ve olası bir fatal sonuca eden olacak şekilde daha fazla etki göstermesi için burnundan çeker. İlaç İstisnaları Uyarı Ağına (DAWN) göre, oksikodonla ilişkili ölümlerde belirgin bir artış vardır.<sup>2,3</sup> Oksimorfon, noroksikodon ve noroksimorfon bilinen tek oksikodon metabolitleridir.<sup>2</sup> Metabolit, oksimorfon potent narkotik analjeziktir, diğer iki metabolit görece olarak aktif değildir. Tek dozluk oksikodonun %33 ila 61'i, konjuge edilmemiş oksikodon (%13-19), eşlenik oksikodon (%7-29) ve eşlenik oksimorfon (%13-14) 24 saat içinde idrarda atılır.<sup>4</sup>

DRI Oksikodon Testi, kullanıma hazır sıvı homojen enzim immün test kiti olarak tedarik edilir. Test kiti, diğer herhangi bir uyuturucu bileşiğe önemli bir çapraz reaktivite olmaksızın oksikodon ve oksimorfonu algılayabilen belirli özel antikorlar kullanır. Test kiti, sabit bir spesifik antikor bağlama bölgesi miktarı için glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PDH) ile işaretlenen bir ilaç idrar numunesinden elde edilen serbest ilaç arasındaki rekabete dayanır. Numuneden elde edilen serbest ilacın yokluğunda, spesifik antikor, G6PDH ile işaretlenen ilaca bağlanır, böylece enzim aktivitesinde bir azalmaya neden olur. Bu fenomen, idrardaki ilaç konsantrasyonu ile enzim aktivitesi arasında doğrudan bir ilişki yaratır. Enzim aktivitesi, nikotinamid adenin dinükleotidi (NAD) NADH'ye dönüştürme ölçülerek spektrofotometrik olarak 340 nm'de belirlenir.

### Reaktifler

#### Antikor/Substrat Reaktif:

Koruyucu madde olarak sodyum azit içeren Tris tamponu içerisinde fare monoklonal anti-oksikodon türevi antikor, glikoz-6-fosfat (G6P) ve nikotinamid adenin dinükleotid (NAD) içerir.

#### Enzim Eşlenik Reaktif:

Koruyucu madde olarak sodyum azit içeren Tris tamponu içerisinde glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PDH) ile işaretlenmiş oksikodon türevi içerir.

### Gerekten Ek Malzemeler (ayrı satılır):

REF	Kit Açıklaması
1664	DRI Negatif Kalibratör, 10 ml
1388	DRI Negatif Kalibratör, 25 ml
100250	DRI Oksikodon Kalibratörü 100, 10 ml
100251	DRI Oksikodon Kalibratörü 300, 10 ml
100252	DRI Oksikodon Kalibratörü 500, 10 ml
100253	DRI Oksikodon Kalibratörü 1000, 10 ml
DOAT-2	MAS® DOA Toplam – Seviye 2
DOAT-3	MAS® DOA Toplam – Seviye 3
DOAT-4	MAS® DOA Toplam – Seviye 4
DOAT-5	MAS® DOA Toplam – Seviye 5

### ⚠️ Önlemler ve Uyarılar

Bu test sadece in vitro diyagnostik kullanım içindir. Reaktifler yutulduğu takdirde sağlığa zarar verir.

**TEHLİKE:** DRI Oksikodon Testi, ≤%0,2 bovin serum albümini (BSA) ve ≤%0,5 ilaca özgü antikor (Fare) 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. SÖLÜNÜMÜŞSA: Maruz kalan nefes almada zorluk çekiyorsa temiz havaya çıkarın 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.

Test kiti bileşenlerinde kullanılan reaktifler ≤ %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. 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. Açıkta olan metal yüzeyleri %10 sodyum hidroksitle temizleyin.

Son kullanma tarihlerinden sonra reaktifleri kullanmayın.

### Reaktif Hazırlama ve Saklama

Reaktifler kullanıma hazırdır. Ek reaktif hazırlamaya gerek yoktur. Reaktifler soğutulmuş (2-8°C) yerlerde saklanmalıdır. Tüm test kiti bileşenleri açık veya kapalı olarak saklandığında kutunun üzerindeki ilgili etikette belirtilen son kullanma tarihine kadar stabildir. Son kullanma tarihlerinden sonra reaktifleri kullanmayın.

### Örnek Toplama ve İşleme

İdrar örneklerini plastik veya cam kaplarda toplayın. Taze idrar örneklerinin test edilmesi önerilir.

Oda sıcaklığında tutulan ve laboratuvara getirildikten sonraki 7 gün<sup>5</sup> içinde başlangıç testi yapılmayan örnekler, güvenli bir soğutma ünitesinde iki aya kadar 2 ila 8°C sıcaklıkta saklanabilir.<sup>5</sup> Analiz öncesinde daha uzun süre saklanmaları veya analiz sonrasında numunelerin tutulması gerekirse idrar örnekleri -20°C'de saklanabilir.<sup>6,7</sup>

Zorunlu SAMHSA yönergelerine tabi olan laboratuvarlar, SAMHSA'nın "Kısa Süreli Soğuk Saklama" ve "Uzun Süreli Saklama" gerekliliklerini referans almalıdır.<sup>8</sup>

Numune bütünlüğünü korumak için köpüklemeyi endükleme ve tekrarlayan dondurma ve çözme işlemlerinden kaçın. Pipetle alınmış numunelerin iri kalınlardan arındırılmasına çalışılmalıdır. Analizden önce çok yüksek türbiditeli örneklerin santrifüje sokulması önerilir. Dondurulan numunelerin analizden önce buzu çözülürük karışmaları sağlanmalıdır. İdrar numunesinin sağlığının bozulması hatalı test sonuçlarına neden olabilir. Numune sağlığının bozulduğundan şüphelenilirse başka bir numune alın ve her iki örneği de test edilmek üzere laboratuvara gönderin.

### Tüm idrar örneklerine potansiyel olarak enfeksiyöz olduğunu kabul ederek muamele edin.

### Test Kiti Prosedürü

Sabit bir sıcaklık sağlanan, numuneleri pipetleyen, reaktifleri karıştıran ve enzimatik oranları 340 nm'de ölçen ve tepkime zamanlamasını doğru bir şekilde sağlayan analizörler bu test kitini çalıştırmak için kullanılabilir.

Test kitini uygulamadan önce kimyasal parametreler için her analizörün kendine özel uygulama talimatlarına başvurun.

### Kalite Kontrol ve Kalibrasyon

#### Niteliksel analiz

Niteliksel numune analizi için hassasiyet düzeyi olarak Oksikodon 100 Kalibratör veya Oksikodon 300 kalibratör kullanın.

#### Yarı niceliksel analiz

Yarı niceliksel analiz için tüm kalibratörleri kullanın.

İyi laboratuvar uygulamaları, uygun test kiti performansının sağlanması için kontrol örneği kullanımını önermektedir. Kalibrasyonu doğrulamak için hassasiyet kalibratörüne yakın kontroller kullanın. Kontrol sonuçlarının, laboratuvarınızda belirlenen prosedürler ve ilkeler dahilinde olması gerekir. Sonuçların sabitlenen değerler dışında kalması durumunda test kiti sonuçları geçersizdir. Tüm kalite kontrolü koşulları yerel, eyalet ve/veya federal yönetmeliklere ve akreditasyon koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

### Kalibrasyon Sıklığı

Şu durumlarda tekrar kalibrasyon önerilir:

- Kalibratör veya reaktif lotu değişikliğinden sonra
- Cihaz bakımından sonra
- Aşağıdaki kalite kontrol prosedürleri gerekli kaldıkça

Hitachi analizörlerine yönelik kalibrasyon sıklığı önerileri için aşağıya bakın. Diğer analizörler için cihaza özel uygulama sayfasına başvurun.

**NOT:** Reaktif lotu değişikliğinin ardından kontrol hedeflerini ve aralıkları tekrar değerlendirin.

### Sonuçlar ve Beklenen Değerler

#### Niteliksel

100 veya 300 kalibratör "pozitif" numuneleri "negatif" numunelerden ayırt etmek için Hassasiyet referansı olarak kullanılır. Absorbans değişimi (ΔA) değeri hassasiyet (cutoff) kalibratörü ile elde edilen değere eşit veya bu değerden büyük bir numune pozitif olarak değerlendirilir. Absorbans değişimi (ΔA) değeri hassasiyet (cutoff) kalibratörü ile elde edilen değerden küçük olan bir numune negatif olarak değerlendirilir.

#### Yarı niceliksel

Tüm kalibratörlerde standart bir eğri kullanarak ve numunelerin miktar ölçümünü standart eğriden yaparak numunelerdeki ilaç konsantrasyonu için tahmini bir değer elde edilebilir. Yüksek kalibratörün üzerindeki numune sonuçları negatif kalibratörle seyretilmeli ve tekrar test edilmelidir.

## Kısıtlamalar

1. Bu test kitinden alınan pozitif bir sonuç, yalnızca oksikodon veya oksimorfon varlığını belirtir; ancak fizyolojik ve psikolojik etkilerin kapsamı ile orantılı değildir.
2. DRI Oksikodon Testinin performans özellikleri, insan idran dışındaki vücut sıvılarıyla belirlenmemiştir.
3. Bu DRI Oksikodon Testi, entegre bir hücre yıkama işlevi kullanan analizörlerde doğrulanmıştır. Analizörünüzde entegre bir hücre yıkama işlevi yoksa yerel Microgenics temsilcinizle iletişim kurun.
4. İdrar test sonucu etkileyebileceğinden sıvı alımı gibi pek çok faktör ve biyolojik faktörler olabileceğinden, konsantrasyon sonuçları bildirilirken dikkati olunmalıdır.
5. Spesifite çalışmasında araştırılanlar dışındaki diğer maddelerin testi etkilemesi ve hatalı sonuçlara neden olması mümkündür.

## Genel Performans Özellikleri

Hitachi 717 analizörü üzerinde elde edilen tipik performans veri sonuçları aşağıda gösterilmiştir.<sup>9</sup> Laboratuvarınızda elde edilen sonuçlar bu verilerden farklı olabilir.

### Hassasiyet

DRI Oksikodon Kontrolleri (75, 125, 225 ve 375 ng/ml) ve hassasiyet kalibratörleri (100 ve 300 ng/ml) modifiye edilmiş NCCLS protokolü kullanılarak niteliksel (mA) ve yarı niceliksel (ng/ml) modda test edilmiştir. Aşağıda sunulan sonuçlar tüm numuneler 6 tekrar olmak üzere 10 gün boyunca günde iki kez Hitachi 717 üzerinde paketlenmiş reaktifler ve kontroller kullanılarak test edilmiş suretiyle edilmiştir.

### Niteliksel (mA/dak)

Kalibratör/Kontrol	100 ng/ml Hassasiyet					
	Çalışma İçi Hassasiyet			Toplam Hassasiyet		
	Ortalama	SD	%CV	Ortalama	SD	%CV
n=120						
75 ng/ml	348	2,1	0,6	348	2,9	0,8
100 ng/ml	371	1,9	0,5	371	3,2	0,9
125 ng/ml	389	2,0	0,5	389	3,1	0,8

### Niteliksel (mA/dak)

Kalibratör/Kontrol	300 ng/ml Hassasiyet					
	Çalışma İçi Hassasiyet			Toplam Hassasiyet		
	Ortalama	SD	%CV	Ortalama	SD	%CV
n=120						
225 ng/ml	429	2,2	0,5	429	3,7	0,9
300 ng/ml	458	2,4	0,5	458	4,1	0,9
375 ng/ml	479	2,4	0,5	479	3,8	0,8

### Yarı niceliksel (ng/ml)

Kalibratör/Kontrol	100 ng/ml Hassasiyet					
	Çalışma İçi Hassasiyet			Toplam Hassasiyet		
	Ortalama	SD	%CV	Ortalama	SD	%CV
n=120						
75 ng/ml	73	2,4	3,3	73	2,9	4,0
100 ng/ml	98	2,9	2,9	98	3,6	3,7
125 ng/ml	123	2,4	2,0	123	4,9	4,0
225 ng/ml	227	5,0	2,2	227	8,2	3,6
300 ng/ml	303	9,0	3,0	303	11,5	3,8
375 ng/ml	375	10,2	2,7	375	14,7	3,9

### Lineerlik

Bilinen yüksek konsantrasyonda oksikodon içeren bir idrar havuzu, oksikodonsuz insan idrar havuzuyla seri olarak seyreltilerek 50-100 ng/ml arasında oksikodon konsantrasyonu içeren numuneler elde edilmiştir. Her seyreltmenin oksikodon konsantrasyonu, DRI Oksikodon Testi kullanılarak belirlenmiştir. Geri kazanım yüzdesi, gözlemlenen değerin beklenen değere bölümü olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar, seri olarak seyreltilen örnekler için gözlemlenen oksikodon konsantrasyonunun beklenen değerlerin  $\pm 10\%$ 'u dahilinde olduğunu göstermiştir. Bu da, tek bir yüksek havuzdan alınarak art arda seyreltilen örnekler içeren testin lineerliğini ortaya koymuştur.

### Hassasiyet Karakterizasyonu

Hassasiyet çevresindeki oksikodon numuneleri negatif idrara oksikodon stok çözümü eklenerek hazırlanmıştır. Numuneler şu konsantrasyonlarda hedeflenmiştir; 75 ng/ml ve 125 ng/ml (100 ng/ml'lik hassasiyetin  $\pm 25\%$ ) ve 225 ng/ml ve 375 ng/ml (300 ng/ml'lik hassasiyetin  $\pm 25\%$ ). Numuneler 21 tekrarlı deneye tabi tutulmuşlardır. Hassasiyet karakterizasyonu gözlenen oksikodon konsantrasyonu 21 tekrarın %95'inde uygun şekilde hassasiyet kalibratöründen daha yüksekse veya daha düşüğe kabul edilebilir olarak belirlenmişlerdir. Tüm 21 tekrar için, 75 ng/ml ve 225 ng/ml numuneler düzgün şekilde test edilmişlerdir, çünkü kendi ilgili hassasiyet kalibratörleri sürenin %100'ünde kullanılmıştır. 125 ng/ml ve 375 ng/ml'lik numuneler sürenin %100'ü boyunca kendi ilgili hassasiyet kalibratörlerinden daha fazla deneye tabi tutulmuşlardır.

### Duyarlılık

Negatif kalibratörün kullandığı test kitinin duyarlılığı 4,9 ng/ml'dir.

### Doğruluk

DRI Oksikodon Testiyle hem niteliksel hem de yarı niceliksel modda yüz kırk dört numune analiz edilmiştir ve RapidOne™ OxyTest ve GC/MS yöntemiyle sonuçlar karşılaştırılmıştır. RapidOne™ OxyTest, 100 ng/ml'de oksikodonun saptanmasına yönelik niteliksel bir yöntem olduğundan, DRI Oksikodon Testi için yalnızca 100 ng/ml hassasiyetdeki niteliksel sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Thermo Scientific Indiko ve Hitachi 717 analizörler üzerinde 100 ve 300 ng/ml hassasiyette DRI Oksikodon Testi ile toplam yüz yirmi idrar numunesi test edilmiştir.

### Niteliksel

DRI Oksikodon Testi ve RapidOne™ Oxy Test arasındaki genel uyum %91,7'dir. 12 numune RapidOne™ Oxy Test ile pozitif olarak ve DRI Oksikodon Testi ile negatif olarak saptanmıştır ve bu numunelerin oksikodon konsantrasyonlarının  $\leq 100$  ng/ml olduğu GC/MS ile onaylanmıştır. 100 ng/ml hassasiyette, DRI Oksikodon Testi ve GC/MS arasındaki genel uyum %97,2'dir. 300 ng/ml hassasiyette, DRI Oksikodon Testi ve GC/MS arasındaki genel uyum da %97,2'dir.

### 100 ng/ml Hassasiyet

		RapidOne™ Oxy	
		+	-
DRI	+	65	0
	-	12	67

### 100 ng/ml Hassasiyet

		GC/MS	
		+	-
DRI	+	61	4†
	-	0	79

### 300 ng/ml Hassasiyet

		GC/MS	
		+	-
DRI	+	39	1†
	-	3	101

† Oksikodon konsantrasyonları 55 ng/ml ile 81 ng/ml aralığındaydı.

‡ Numune oranı DRI Oksikodon Testindeki hassasiyetin 24 birim üzerindedir.

### Yarı niceliksel

Aynı 144 numune, GC/MS ve yarı niceliksel DRI Oksikodon Testi modu kullanılarak sırasıyla test edilmiştir. 100 ng/ml hassasiyette, DRI Oksikodon Testi ve GC/MS arasındaki genel uyumluluk da %99,3 (143/144) olmuştur. Bir numunenin, DRI Oksikodon Testi ile pozitif ve GC/MS ile negatif olduğu tespit edilmiştir. 300 ng/ml hassasiyette, DRI Oksikodon Testi ve GC/MS arasındaki genel uyumluluk %97,2 (140/144) olmuştur. DRI Oksikodon Testi ile bir numunenin pozitif ve üç numunenin sınırda negatif olduğu tespit edilmiştir.

### 100 ng/ml Hassasiyet (Yarı niceliksel)

		GC/MS	
		+	-
DRI	+	61	1*
	-	0	82

### 300 ng/ml Hassasiyet (Yarı niceliksel)

		GC/MS	
		+	-
DRI	+	40	1
	-	3	100

\*Oksikodon konsantrasyonu, 103 ng/ml DRI değeriyle GC/MS ile 55 ng/ml'dir.

### Spesifite

Oksikodon içermeyen idrara her metabolitin bilinen miktarları eklenerek oksikodon metabolitleri, oksimorfon, noroksimorfon ve noroksikodonun çapraz reaktivitesi değerlendirilmiştir. Metabolit analit eklenmiş örnek için gözlemlenen geri kazanım, tahmin edilen hedef konsantrasyonun %1'inden fazla olduğunda metabolitin, oksikodon ile çapraz reaksiyona girdiği belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda bulunan sonuçların da gösterdiği gibi oksimorfon, oksikodon ile %103 çapraz reaktivite ortaya koymuştur; noroksimorfon ve noroksikodon önemli bir çapraz reaktivite belirtisi göstermemiştir.

Bileşik	Test Edilen Konsantrasyon (ng/ml)	Geri Kazanım (ng/ml)	%Çapraz Reaktivite
Oksikodon	300	300	100
Oksimorfon	300	308	103
Noroksimorfon	500.000	303,5	< 0,1
Noroksikodon	50.000	41,5	< 0,1

Belirtilen konsantrasyonda oksikodon içermeyen idrara her madde eklenerek oksikodonla genel olarak birlikte uygulanan ilaçların yol açtığı olası çapraz reaktivite değerlendirilmiştir. Gözlemlenen oksikodon konsantrasyonu DRI Oksikodon Testi için en düşük hassasiyet değeri olan 100 ng/ml'yi aştığında ilacın çapraz reaksiyona neden olduğu düşünülmüştür. Aşağıdaki tablolarda da gösterildiği gibi, bir dizi uyuturucu bileşiği de dahil olmak üzere değerlendirilen tüm farmakolojik bileşikler, listelenen konsantrasyonlarda çapraz reaktivite göstermemiştir. 6 asetil morfin, kodein, dihidrokodein, eroin, hidrokodein, hidromorfon, levorfanol, nalokson ve naltrekson gibi bazı maddelerde 75 ile 99 ng/ml aralığında (ör. 100 ng/ml hassasiyetin %251 dahilinde) sonuçlar elde edildiğini lütfen unutmayın.

### Test edilen yapısal olarak ilişkili uyuturucu bileşikleri 100 ng/ml hassasiyette negatiftir.

Bileşik	Konsantrasyonlar (µg/ml)
6-Asetil Morfin	75
Kodein	500
Dihidrokodein	200
Erain	300
Hidrokodein	200
Hidromorfon	40
Levorfanol	200
Morfin	350
Morfin 3-glukuronid	950
Nalokson	300
Norkodein	1.000
Nomorfin	1.000

**Test edilen yapısal olarak ilişkisiz bileşenleri 100 ng/ml hassasiyette negatiftir.**

Bileşik	Konsantrasyonlar (µg/ml)
Asetaminofen	1.000
Asetilsalisilik asit	1.000
Amitriptilin	500
Amoksisilin	500
Amfetamin	2.000
Benzoilekgonin	2.000
Kafein	1.000
Karbamazepin	1.000
Klorpromazin	2.000
Klomipramin	1.000
Simetidin	1.000
Desipramin	1.000
Dekstrometorfan	200
Doksepin	200
Efedrin	2.000
Fentanil	200
Fluoksetin	1.000
Flufenazin	500
İbuprofen	1.000
İmipramin	1.000
Maprotilin	1.000
Meperidin	1.000
Metadon	1.000
Metroniazol	2.000
Nalbufin	1.000
Nortriptilin	500
Oksazepam	500
Fensiklidin	1.000
Fenobarbital	1.000
Ranitidin	3.000
Sekobarbital	1.000
Talvin	500
Tebain	20
Tiyoridazin	1.000
Tramadol	500

**Etkileşim**

300 ng/ml hassasiyet için düşük (225 ng/ml) ve yüksek (375 ng/ml) kontrollere potansiyel olarak etkileşimde bulunan maddelerin bilinen miktarları analit eklenerek, DRI Oksikodon Testi kullanımıyla oksikodonun geri kazanımındaki pH ve endojenöz fizyolojik maddelerin olası etkileşimi değerlendirilmiştir. Her örnek için oksikodon konsantrasyonu (madde ve son konsantrasyon aşağıdaki tabloda belirtilmiştir) belirlenmiş ve geri kazanım yüzdesi, analit eklenmiş değerlerin kontrol değerine bölümü olarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda, madde ve analit eklenmiş kontroller için gözlemlenen oksikodon konsantrasyonlarının beklenen kontrol dozunun  $\pm\%11$ 'i dahilinde olduğu son konsantrasyon gösterilmektedir. Bileşiklerin aşağıda listelenen konsantrasyonlarda eklenmesi sonucu herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.

Bileşik	Konsantrasyonlar (mg/dl)
Aseton	1.000
Askorbik Asit	1.500
Kreatinin	500
Etanol	1.000
Galaktoz	10
Glikoz	3.000
Hemoglobin	300
İnsan Serum Albümini	500
Oksalik Asit	100
Riboflavin	7,5
Sodyum klorit	1.000
Üre	2.000
pH	3-11

## Referanslar

1. Anderson D.T., Fritz K.L., and Muto J.J. OxyContin®: The concept of a "Ghost Pill" and the Postmortem Tissue Distribution of Oxycodone in 36 Cases. *J. Anal. Toxicol.* 2002, 26: 448-459.
2. Clinical & Forensic Toxicology News, Oxycodone: Recognition and Pharmacogenomics. By Jannetto P.J. and Gock S.B. March 2003.
3. Cone E.J., etal, Oxycodone Involvement in Drug Abuse Deaths: A DAWN-Based Classification Scheme applied to an Oxycodone Postmortem Database Containing over 1000 Cases. *J. Anal. Toxicol.* 2003, 27: 57-67.
4. Oxycodone. In: Baselt R.C. and Cravey R.H. Disposition of toxic drugs and chemicals in man, 4<sup>th</sup> ed. Chemical Toxicology Institute, Foster City, California: 1995: 572-574.
5. Dixon RB, Mbeunkui F, Wiegel JV. Stability Study of Opioids and Benzodiazepines in Urine Samples by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry. *Journal of Analytical Science and Technology, December 2015, 6:17.*
6. Gonzales E, Ng G, Pesce A, West C, West R, Mikel C, Llaatyshv, S, Almazan P. Stability of pain-related medications, metabolites and illicit substances in urine. *Clinica Chimica Acta* 416: (2013) 30-35.
7. CS2-A2, Toxicology and Drug Testing in the Clinical Laboratory; Approved Guideline – Second Edition, *Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)* (April 2007)
8. *Notice of Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Program: Final Guidelines; Federal Register, Substance Abuse and Mental Health Administration (SAMHSA), (1994) 110 (June 9):11983*
9. Data on file at Microgenics, a part of Thermo Fisher Scientific.

## Sözlük:

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



Microgenics Corporation  
46500 Kato Road  
Fremont, CA 94538 ABD  
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](http://www.thermofisher.com/diagnostics)

## Diğer ülkeler:

Lütfen yerel Thermo Fisher Scientific temsilcinize başvurun.

10008282-11-TR  
2020 11

thermo  
scientific