

QMS™ Everolimus UYGULAMASI Beckman Coulter DxC 500 AU / 500i



Beckman Coulter Reaktifi REF A53716

Uygulama, insan tam kanında Everolimus Tayini için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Yalnızca İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçindir
Yalnızca reçeteye satılır

Kullanım Amacı



Bu uygulama sayfasında verilen bilgiler, prospektüse ek olarak hazırlanmıştır. Kullanım amacı, reaktif saklama, reaktif hazırlama, numune alma, numune hazırlama, numune saklama, kalite kontrol ve ek performans verileri hakkında bilgi almak için prospektüse bakın. Prospektüsler için www.thermofisher.com adresini ziyaret edin ve Search (Arama) alanına test adını girin.

Sipariş Bilgi

Ürün	Boyut	Beckman Coulter Yeniden Sipariş Numarası
QMS Everolimus (Ever) Testi	R1: 1 x 22 ml R2: 1 x 8 ml	A53716
QMS Everolimus (Ever) Kalibratörleri	Seviye başına 3 ml	A53724
QMS Everolimus (Ever) Kontrolleri	Seviye başına 3 ml	A53717
AU Şişesi	20 x 30 ml	63094

Teknik Destek

Teknik Destek için lütfen yerel Beckman Coulter Temsilcinizle iletişime geçin.

Reaktif Saklama

Reaktif saklama hakkında bilgi almak için prospektüse bakın. Prospektüsler için www.thermoscientific.com/diagnostics adresini ziyaret edin ve Search (Arama) alanına test adını girin.

Devamı bir sonraki sayfada

Kullanım Talimatları

Analizör Prosedürü

Analizörün çalışması hakkında bilgi almak için kullanım kılavuzlarına bakın. Eksiksiz reaktif hazırlama için prospektüse bakın.

Reaktif AU şişelerine doldurmadan önce soğutucuda (2°C ila 8°C'de) 15 dakika dengelenmesini bekleyin. R1 reaktif ve R2 reaktifini aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygun AU şişelerine paylaşın:

QMS Everolimus Test Kiti	AU Reaktif Şişesi	
	R1 Bölmesi	R2 Bölmesi
Antikor/Substrat Reaktifi R1	Bir Şişe (30 ml)	
Mikropartikül Reaktifi R2		Bir Şişe (30 ml)

Uyarı: Bu reaktifler sabit pozisyonlara programlanmalıdır. Thermo reaktif şişelerini doğrudan AU analizöründe kullanmayın.

Sonuçlar ve Veri Yorumlama

Numune sonuçları ng/ml cinsinden yazdırılır.

Numune Hazırlama

Eksiksiz numune hazırlama için prospektüse bakın. Ürün kılavuzuna Thermo Fisher Scientific web sitesinden erişebilirsiniz: Prospektüsler için www.thermoscientific.com/diagnostics adresini ziyaret edin ve *Search* (Arama) alanına test adını girin.

Kalibrasyon

QMS Everolimus Kalibratör kitini kullanın. Kalibratörler sıvı ve kullanıma hazır olarak tedarik edilir. Her bir kalibratörün konsantrasyonu için prospektüse bakın.

Reaktif Adı: QMS Everolimus Testi REF A53716 DxC 500 AU / 500i Settings
Kalibratör Adı: QMS Everolimus Kalibratör Kiti REF A53724

Reaktif Kimliği 560

TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry		
Test ID	EVER+		Calculated Result	☐		
LIS Code	EVER+		Result Type	Quantitative ▼		
UNITS AND RANGE SETTINGS						
Use Settings from	None ▼	Units	ng/mL ▼	Decimal Places	x.xx ▼	Other
Test Kind	General ▼	Revision	01	☒ Multi Reagent Switch		
Reagent Name	EVER	Reagent ID	560	☐ FSE Test		
ABB Name	EVL1N	Parameter Long Name	Everolimus A53716 EVL1N Other			
Region	☐ US	☒ OUS	☒ AP	☐ JP	☒ EU	☐ Other

GENERAL PARAMETERS

SAMPLE VOLUME	Sample Volume	10.0 µL	Dilution	0 ▼ µL	REACTION OD LIMIT	Low	-2.0000	High	3.0000
	Predilution Rate	1 ▼			REACTION BLANK OD LIMIT	First: Low	-2.0000	High	3.0000
REAGENT VOLUME	R1-1	175 µL	Dilution	0 µL		Last: Low	-2.0000	High	3.0000
	R2-1	45 µL	Dilution	0 µL	ANALYTICAL MEASURING RANGE	Low	1.50	High	20.00
WAVELENGTH	Primary	700 nm	Secondary	NONE nm	MANUFACTURER FACTOR	A	1	B	0
METHOD	FIXED 1 ▼				REAGENT ONBOARD STABILITY		31 Days		0 Hours
REACTION SLOPE	+				LIH INFLUENCE CHECK	☐ Perform LIH check			
MEASURING POINT	Point 1: First	24	Last	27	Lipemia	+	▼		
	Point 2: First		Last		Icterus	+	▼		
					Hemolysis	+	▼		
Linearity Limit		%							
Lag Time Check	☐ Perform Lag Time Check								

Reaktif Adı: QMS Everolimus Testi REF A53716 DxC 500 AU / 500i Settings
Kalibratör Adı: QMS Everolimus Kalibratör Kiti REF A53724, Devamı

Reaktif Kimliği 560

CALIBRATION PARAMETERS

Base Unit	Decimal Place	Unit 1	Factor 1	Unit 2	Factor 2	Unit 3	Factor 3	Unit 4	Factor 4
ng/mL	2	None	0	None	0	None	0	None	0

CALIBRATOR SPECIFIC

Calibration Type 6AB

Counts 2

Formula EIA Type 1

MB Factor

Calibrator Name
Add Ever

Positive Cutoff

☒ SLOPE CHECK

Number of Levels 6

Slope Check -

STABILITY AND INTERVAL

Reagent Blank Stability Days

Calibration Stability Days

Interval Bottle

Interval Bottle

CALIBRATION OD AND CONCENTRATION PARAMETERS

☐ Use highest calibrator for Upper AMR

	Calibrator Name	Conc	OD Range Low	OD Range High
Point 1	Ever CAL-1	0.00	-2.00	3.00
Point 2	Ever CAL-2	1.50	-2.00	3.00
Point 3	Ever CAL-3	3.00	-2.00	3.00
Point 4	Ever CAL-4	6.00	-2.00	3.00
Point 5	Ever CAL-5	12.00	-2.00	3.00
Point 6	Ever CAL-6	20.00	-2.00	3.00
Point 7				

OD DELTA CHECK

☐ Reagent Blank

☐ Calibration

PROZONE CHECK PARAMETERS

☐ Logic Check 1

Check Points

Point 1 0
Point 2 0
Point 3 0

Decision Values

Value 1 0
Value 2 0
Value 3 0

☐ Logic Check 2

Check Points

Point 1 0
Interval 1

Limit Points

Limit 1 0
Limit 2 27

☐ Logic Check 3

Check Points

Point 1 0
Interval 1

Limit Points

Limit 1 0
Limit 2 27

Check Pattern

Pattern 1

Ek Bilgiler

Önemli

Beckman Coulter reaktifi üretmediğinden veya tek tek lotlar üzerinde kalite kontrolü ya da diğer testleri gerçekleştirmediğinden reaktif performansı, reaktif lotları arasındaki herhangi bir farklılık ya da Üreticinin protokol değişiklikleri nedeniyle elde edilen verilerin kalitesinden Beckman Coulter sorumlu tutulamaz.

Nakliye Hasarı

Bu ürün hasarlı olarak teslim alınmışsa lütfen Beckman Coulter Teknik Destek Merkezi'ni bilgilendirin.

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Tüm hakları saklıdır. Aksi belirtilmediği sürece tüm ticari markalar, Thermo Fisher Scientific ve iştiraklerinin mülkiyetindedir. AU Serisi Sistemler, Beckman Coulter şirketinin ticari markalarıdır. Bu bilgiler, Thermo Fisher Scientific ürünlerinin özelliklerine ilişkin örnek olarak sunulmuştur. Bu bilgiler, hiçbir şekilde bu ürünlerin diğer kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal edebilecek biçimde kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlamamaktadır.



B·R·A·H·M·S GmbH, Neuendorfstrasse 25, 16761, Hennigsdorf, Almanya

Son