

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



Beckman Coulter Reaktifi REF A53727

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



Yalnızca İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçindir
Yalnızca reçeteyle 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 Tacrolimus Testi	R1: 1 x 18 ml R2: 1 x 12 ml	A53727
QMS Tacrolimus Kalibratörleri	Kal. A: 1 x 4 ml Kal. B-F: 1 x 2 ml	A53728
More Diagnostics Kontrol Seviyesi 1	4 x 4 ml	B51007
More Diagnostics Kontrol Seviyesi 2	4 x 4 ml	A53712
More Diagnostics Kontrol Seviyesi 3	4 x 4 ml	A53713
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.

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

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

Reaktif Adı: QMS Tacrolimus Testi REF A53727 DxC 500 AU / 500i
Settings
Kalibratör Adı: QMS Tacrolimus Kalibratör Kiti REF A53728

Reaktif Kimliği 559

TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry		
Test ID	TAC		Calculated Result	☐		
LIS Code	TAC		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	TAC	Reagent ID	559	☐ FSE Test		
ABB Name	TAC1G	Parameter Long Name	Tacrolimus A53727CS TAC1G			
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	125 µL	Dilution	0 µL		Last: Low	-2.0000	High	3.0000
	R2-1	75 µL	Dilution	0 µL	ANALYTICAL MEASURING RANGE	Low	1.00	High	30.00
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	20	Last	27	Lipemia	+	▼		
	Point 2: First		Last		Icterus	+	▼		
					Hemolysis	+	▼		
Linearity Limit		%							
Lag Time Check	☐ Perform Lag Time Check								

Reaktif Adı: QMS Tacrolimus Testi REF A53727 DxC 500 AU / 500i
Settings
Kalibratör Adı: QMS Tacrolimus Kalibratör Kiti REF A53728, *Devamı*

Reaktif Kimliği 559

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 Polygonal

MB Factor

Calibrator Name
Add Tacro

Positive Cutoff

☒ SLOPE CHECK

Number of Levels 6

Slope Check -

STABILITY AND INTERVAL

Reagent Blank Stability Days

Hours

Interval Bottle

Calibration Stability Days

Hours

Interval Bottle

CALIBRATION OD AND CONCENTRATION PARAMETERS

☐ Use highest calibrator for Upper AMR

	Calibrator Name	Conc	OD Range Low	OD Range High
Point 1	Tacro CAL-1		-2.00	3.00
Point 2	Tacro CAL-2		-2.00	3.00
Point 3	Tacro CAL-3		-2.00	3.00
Point 4	Tacro CAL-4		-2.00	3.00
Point 5	Tacro CAL-5		-2.00	3.00
Point 6	Tacro CAL-6		-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

Decision Values

Value 1 0
Value 2 0

☐ Logic Check 3

Check Points

Point 1 0
Interval 1

Decision Values

Value 1 0
Value 2 0

Limit Points

Limit 1 0
Limit 2 27

Limit Points

Limit 1 0
Limit 2 27

Limit Points

Limit 1 0
Limit 2 27

Check Pattern

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