

# QMS™ Tacrolimus APPLICATION Beckman Coulter DxC 500 AU®



Reagente Coulter Beckman REF A53727

A aplicação destina-se à determinação de tacrolimo no sangue total humano.



Apenas para utilização em diagnóstico *in vitro*  
Apenas com prescrição médica

## Utilização prevista



As informações fornecidas nesta folha da aplicação destinam-se a complementar o folheto informativo. Consulte o folheto informativo para obter informações sobre a utilização prevista, o armazenamento do reagente, a preparação do reagente, a colheita da amostra, a preparação da amostra, o armazenamento da amostra, o controlo de qualidade e os dados de desempenho adicionais. Para consultar o folheto informativo, visite [www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com) e introduza o nome do ensaio no campo *Search* (Procurar).

## Encomenda Informação

Item	Tamanho	Número de referência Beckman Coulter
QMS Tacrolimus Assay	R1: 1 x 18 ml R2: 1 x 12 ml	A53727
QMS Tacrolimus Calibrators	Cal A: 1 x 4 ml Cal B-F: 1 x 2 ml	A53728
More Diagnostics Control Level 1	4 x 4 ml	B51007
More Diagnostics Control Level 2	4 x 4 ml	A53712
More Diagnostics Control Level 3	4 x 4 ml	A53713
AU Bottle	20 x 30 ml	63094

## Assistência técnica

Para obter assistência técnica, contacte o representante local da Beckman Coulter.

## Armazenamento do reagente

Consulte o folheto informativo para obter informações sobre o armazenamento do reagente. Para consultar o folheto informativo, visite [www.thermoscientific.com/diagnostics](http://www.thermoscientific.com/diagnostics) e introduza o nome do ensaio no campo *Search* (Procurar).

*Continua na página seguinte*

# Instruções de utilização

---

## Procedimento para o analisador

Consulte os manuais do operador para obter informações sobre a utilização do analisador. Consulte o folheto informativo para obter instruções completas sobre a preparação do reagente.

Antes de verter para frascos AU, deixar o reagente equilibrar durante 15 minutos a uma temperatura refrigerada (2-8 °C). Dispensar o reagente R1 e o reagente R2 em frascos AU adequados, conforme indicado na tabela abaixo:

QMS Tacrolimus Assay Kit	Frasco de reagente AU	
	Compartimento R1	Compartimento R2
Reagente de substrato/anticorpo R1	Um frasco (30 ml)	
Reagente de micropartículas R2		Um frasco (30 ml)

Advertência: estes reagentes têm de ser programados para posições fixas. Não utilize os frascos de reagente Thermo diretamente no analisador AU.

---

## Interpretação de dados e resultados

Os resultados da amostra serão impressos em ng/ml.

---

## Preparação da amostra

Consulte o folheto informativo para obter instruções completas sobre a preparação da amostra. O folheto informativo do produto pode ser encontrado no website da Thermo Fisher Scientific. Para consultar o folheto informativo, visite [www.thermoscientific.com/diagnostics](http://www.thermoscientific.com/diagnostics) e introduza o nome do ensaio no campo *Search* (Procurar).

---

## Calibração

Utilize o QMS Tacrolimus Calibrator Kit. Os calibradores são líquidos e estão prontos a utilizar. Consulte no folheto informativo a concentração de cada calibrador.

---

Nome do reagente: QMS Tacrolimus Assay REF A53727 Dx C 500 AU Settings  
Nome do calibrador: QMS Tacrolimus Calibrator Kit REF A53728

ID do reagente 559

TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry		
Test ID	TAC		Calculated Result	<input type="checkbox"/>		
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	<input checked="" type="checkbox"/>	Multi Reagent Switch	
Reagent Name	TAC	Reagent ID	559	<input type="checkbox"/>	FSE Test	
ABB Name	TAC1G	Parameter Long Name	Tacrolimus A53727CS TAC1G			
Region	<input checked="" type="checkbox"/> US	<input checked="" type="checkbox"/> OUS	<input checked="" type="checkbox"/> AP	<input type="checkbox"/> JP	<input checked="" type="checkbox"/> EU	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/>	Perform LIH check			
MEASURING POINT	Point 1: First	20		Last	27		Lipemia		+	▼		
	Point 2: First			Last			Icterus		+	▼		
Linearity Limit			%				Hemolysis		+	▼		
Lag Time Check				<input type="checkbox"/>	Perform Lag Time Check							

**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

Counts

Formula

MB Factor

Calibrator Name

Positive Cutoff

SLOPE CHECK Number of Levels

Slope Check

**STABILITY AND INTERVAL**

Reagent Blank Stability  Days  Hours

Interval

Calibration Stability  Days  Hours

Interval

**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   
 Point 2   
 Point 3

Decision Values  
 Value 1   
 Value 2   
 Value 3

Logic Check 2

Check Points  
 Point 1   
 Interval

Limit Points  
 Limit 1   
 Limit 2

Logic Check 3

Check Points  
 Point 1   
 Interval

Limit Points  
 Limit 1   
 Limit 2

Decision Values  
 Value 1   
 Value 2

Check Pattern  
 Pattern

## Informações adicionais

---

### Importante

Uma vez que a Beckman Coulter não fabrica o reagente nem realiza controlo de qualidade ou outros testes em lotes individuais, a Beckman Coulter não pode ser considerada responsável pela qualidade dos dados obtidos, causada pelo desempenho do reagente, por qualquer variação entre lotes de reagente ou por alterações de protocolo pelo fabricante.

---

### Danos durante o transporte

Notifique o seu centro de assistência técnica da Beckman Coulter caso receba este produto danificado.

---

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade da Thermo Fisher Scientific e respetivas subsidiárias, salvo especificação em contrário. AU Series Systems é uma marca comercial da Beckman Coulter. Estas informações são apresentadas como exemplo das capacidades dos produtos da Thermo Fisher Scientific. Não se destinam a incentivar a utilização destes produtos de uma forma que possa infringir os direitos de propriedade intelectual de terceiros.



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

---

*Fim*