

QMS™ Tacrolimus -MÄÄRITYS Beckman Coulter DxC 500 AU®



Beckman Coulter -reagenssit, REF A53727

Määritys on tarkoitettu takrolimuusin määrittämiseen ihmisen kokoverestä.



Vain diagnostiseen in vitro -käyttöön
Rx Only

Suunniteltu käyttö



Tämän asiakirjan tiedot on tarkoitettu täydentämään pakkausselostetta. Katso pakkausselosteen tiedot suunnitellusta käytöstä, reagenssien säilytyksestä, reagenssien valmistelusta, näytteenotosta, näytteiden valmistelusta, näytteiden säilytyksestä, laadunvalvonnasta ja muusta suorituskyvystä. Pakkausselosteet ovat saatavilla osoitteessa www.thermofisher.com. Kirjoita määrityksen nimi *hakukenttään*.

Tilaaminen Tiedot

Osa	Koko	Beckman Coulter -tilausnumero
QMS Tacrolimus -määritys	R1: 1 x 18 ml R2: 1 x 12 ml	A53727
QMS Tacrolimus -kalibraattorit	Kal A: 1 x 4 ml Kal B–F: 1 x 2 ml	A53728
More Diagnostics -kontrollitaso 1	4 x 4 ml	B51007
More Diagnostics -kontrollitaso 2	4 x 4 ml	A53712
More Diagnostics -kontrollitaso 3	4 x 4 ml	A53713
AU-pullo	20 x 30 ml	63094

Tekninen tuki

Jos haluat teknistä tukea, ota yhteyttä paikalliseen Beckman Coulter -edustajaan.

Reagenssien säilytys

Katso reagenssien säilytykseen liittyvät tiedot pakkausselosteesta. Pakkausselosteet ovat saatavilla osoitteessa www.thermoscientific.com/diagnostics. Kirjoita määrityksen nimi *hakukenttään*.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Käyttöohjeet

Analysaattorin käyttö Katso analysaattorin käyttöön liittyvät tiedot sen käyttöoppaasta. Katso kaikki reagenssien valmisteluun liittyvät tiedot pakkausselosteesta.

Anna reagenssin tasapainottua 15 minuuttia jääkaappilämpötilassa (2–8 °C), ennen kuin lisäät sen AU-pulloihin. Annostele R1-reagenssia ja R2-reagenssia asianmukaisesti AU-pulloihin seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla:

QMS Tacrolimus -määrityspakkaus	AU-reagenssipullo	
	R1-kammio	R2-kammio
Vasta-aine-/substraattireagenssi R1	Yksi pullo (30 ml)	
Mikropartikkelireagenssi R2		Yksi pullo (30 ml)

Varoitus: nämä reagenssit on ohjelmoitava kiinteisiin paikkoihin. Älä käytä Thermo-reagenssipulloja suoraan AU-analysaattorissa.

Tulokset ja tietojen tulkinta

Näytteiden tulokset näytetään muodossa ng/ml.

Näytteiden valmistelu

Katso kaikki näytteiden valmisteluun liittyvät tiedot pakkausselosteesta. Tuoteseloste on saatavilla Thermo Fisher Scientific -sivustolla. Pakkausselosteet ovat saatavilla osoitteessa www.thermoscientific.com/diagnostics. Kirjoita määrityksen nimi hakukenttään.

Kalibrointi

Käytä QMS Tacrolimus -kalibraattoripakkausta. Kalibraattorit ovat nestemäisiä ja heti käyttövalmiita. Katso tiedot kalibraattoreiden pitoisuuksista pakkausselosteesta.

Reagenssin nimi: QMS Tacrolimus -määritys, REF A53727, DxC 500 AU Settings
Kalibraattorin nimi: QMS Tacrolimus -kalibraattoripakkaus, REF A53728

Reagenssin tunniste 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						

Reagenssin nimi: QMS Tacrolimus -määritys, REF A53727, DxC 500 AU Settings
 Kalibraattorin nimi: QMS Tacrolimus -kalibraattoripakkaus, REF A53728, jatkuu

Reagenssin tunniste 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

Counts

CALIBRATION OD AND CONCENTRATION PARAMETERS

Use highest calibrator for Upper AMR

Formula

MB Factor

	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				

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

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

Lisätietoa

Tärkeää

Beckman Coulter ei valmista reagensseja eikä tee yksittäisille reagenssierille laadunvalvontaa tai muita testejä. Siten Beckman Coulter ei voi vastata saatujen tietojen laadusta, joka on riippuvainen reagenssin suorituskyvystä, mahdollisesta reagenssierien välisestä vaihtelusta tai valmistajan protokollamuutoksista.

Toimitusvauriot

Jos tuote saapui vaurioituneena, ilmoita asiasta Beckman Coulterin tekniseen tukeen.

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit ovat Thermo Fisher Scientificin ja sen tytäryhtiöiden omistamia, ellei toisin ole määritetty. AU-sarjan järjestelmät ovat Beckman Coulterin tavaramerkkejä. Nämä tiedot ovat esimerkki Thermo Fisher Scientificin tuotteiden ominaisuuksista. Niiden tarkoitus ei ole rohkaista käyttämään näitä tuotteita tavalla, joka loukkaisi muiden immateriaalioikeuksia.



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

Loppu