

„QMS™ Tacrolimus“ ANALIZĖS TAIKYMAS
„Beckman Coulter“ DxC 500 AU®



„Beckman Coulter“ reagentas REF A53727

Analizė taikoma siekiant nustatyti takrolimą žmogaus kraujyje.



Skirta tik in vitro diagnostikai
Tik su receptu

Naudojimo paskirtis



Šiame analizės taikymo lape pateikta informacija yra pakuotės lapelio priedas. Informacijos apie naudojimo paskirtį, reagento laikymą, reagento paruošimą, mėginio paėmimą, mėginio paruošimą, mėginio laikymą, kokybės kontrolę ir papildomus veiksmingumo duomenis rasite pakuotės lapelyje. Norėdami gauti pakuotės lapelį, apsilankykite svetainėje www.thermofisher.com ir laukelyje *Paieška* įveskite analizės pavadinimą.

Užsakymo informacija

Gaminys	Dydis	„Beckman Coulter“ pakartotinio užsakymo nr.
Analizė „QMS Tacrolimus“	R1: 1 x 18 ml R2: 1 x 12 ml	A53727
Kalibratoriai „QMS Tacrolimus“	Kal. A: 1 x 4 ml Kal. B–F: 1 x 2 ml	A53728
1 lygio kontrolinė medžiaga „More Diagnostics“	4 x 4 ml	B51007
2 lygio kontrolinė medžiaga „More Diagnostics“	4 x 4 ml	A53712
3 lygio kontrolinė medžiaga „More Diagnostics“	4 x 4 ml	A53713
AU buteliukas	20 x 30 ml	63094

Techninė pagalba

Prireikus techninės pagalbos, kreipkitės į vietas „Beckman Coulter“ atstovą.

Reagento laikymas

Informacijos apie reagento laikymą pateikta pakuotės lapelyje. Norėdami gauti pakuotės lapelius, apsilankykite svetainėje www.thermoscientific.com/diagnostics ir laukelyje *Paieška* įveskite analizės pavadinimą.

Tęsinys kitame puslapyje

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo analizatoriuje procedūra

Informacijos apie analizatoriaus veikimą pateikta operatoriaus vadovuose. Išsamios informacijos apie reagento paruošimą pateikta pakuotės lapelyje.

Prieš išpilstydami į AU buteliukus, 15 minučių palaikykite reagentą šaltomis sąlygomis (temperatūroje nuo 2 iki 8 °C), kol nusistovės. Išpilstykite reagentą R1 ir reagentą R2 į atitinkamus AU buteliukus, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje:

Analizės rinkinys „QMS Tacrolimus“	AU reagento buteliukas	
	R1 skyrius	R2 skyrius
Antikūnų / substrato reagentas R1	Vienas buteliukas (30 ml)	
Mikrodalelių reagentas R2		Vienas buteliukas (30 ml)

Įspėjimas. Šie reagentai turi būti programuojami fiksuotose padėtyse. Nenaudokite „Thermo“ reagentų buteliukų tiesiogiai AU analizatoriuje.

Rezultatai ir duomenų aiškinimas

Mėginių rezultatai bus išspausdinti ng/ml matavimo vienetais.

Mėginio paruošimas

Išsamios informacijos apie mėginio paruošimą pateikta pakuotės lapelyje. Gaminio lapelius galima rasti „Thermo Fisher Scientific“ svetainėje. Norėdami gauti pakuotės lapelius, apsilankykite svetainėje www.thermoscientific.com/diagnostics ir laukelyje *Paieška* įveskite analizės pavadinimą.

Kalibracija

Naudokite kalibratorių rinkinį „QMS Tacrolimus Calibrator kit“. Kalibratoriai yra skysčio pavidalo ir yra parengti naudoti. Kiekvieno kalibratoriaus koncentracija nurodyta pakuotės lapelyje.

Reagento pavadinimas: „QMS Tacrolimus“ analizė REF A53727 DxC 500 AU
Nustatymai
Kalibratoriaus pavadinimas: „QMS Tacrolimus Calibrator Kit“ REF A53728

Reagento ID 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	+	▼			
							Hemolysis	+	▼			
Linearity Limit			%									
Lag Time Check	<input type="checkbox"/>	Perform Lag Time Check										

Nustatymai

Kalibratoriaus pavadinimas: „QMS Tacrolimus Calibrator Kit“ REF A53728, Tęsinys

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
Add

Positive Cutoff

SLOPE CHECK

Number of Levels

Slope Check

STABILITY AND INTERVAL

Reagent Blank Stability Days Hours

Calibration Stability Days Hours

Interval

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

Papildoma informacija

Svarbu

Kadangi „Beckman Coulter“ negamina reagento ir neatlieka atskirų partijų kokybės kontrolės ar kitų tyrimų, „Beckman Coulter“ negali būti atsakinga už gautų duomenų kokybę, kurią lemia reagento veikimas, bet kokie reagento partijų skirtumai ar gamintojo atliekami protokolo pakeitimai.

Pažeidimai gabenant

Praneškite „Beckman Coulter“ techninės pagalbos centrui, jei šis gaminys gautas pažeistas.

© 2023 m. „Thermo Fisher Scientific Inc.“. Visos teisės saugomos. Visi prekių ženklai yra „Thermo Fisher Scientific“ ir jos patronuojamųjų įmonių nuosavybė, jei nenurodyta kitaip. AU serijos sistemos yra „Beckman Coulter“ prekės ženklai. Ši informacija pateikiama kaip „Thermo Fisher Scientific“ gaminių galimybių pavyzdys. Ja nesiekama skatinti naudoti šiuos gaminius tokiais būdais, kurie pažeistų kitų asmenų intelektualinės nuosavybės teisės.

CE



B-R-A-H-M-S GmbH, Neuendorfstrasse 25, 16761, Hennigsdorf, Germany (Vokietija)

Pabaiga