

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

„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 / 500i
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	☐
LIS Code	TAC		Result Type	Quantitative ▼
UNITS AND RANGE SETTINGS				
Use Settings from	None ▼	Units	ng/mL ▼	Decimal Places
				x.xx ▼
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								

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

Reagento ID 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

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

Decision Values

Value 1	0
Value 2	0

Check Pattern

Pattern 1

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.

© 2024 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.



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

Pabaiga