

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

„Beckman Coulter“ reagentas REF A53716

Analizė taikoma everolimusui nustatyti 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 Everolimus (Ever)“	R1: 1 x 22 ml R2: 1 x 8 ml	A53716
Kalibratoriai „QMS Everolimus (Ever)“	3 ml kiekviename lygyje	A53724
Kontrolinės medžiagos „QMS Everolimus (Ever)“	3 ml kiekviename lygyje	A53717
AU buteliukas	20 x 30 ml	63094

**Techninė
pagalba**

Prireikus techninės pagalbos, kreipkitės į vietos „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 Everolimus“	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 Everolimus“. Kalibratoriai yra skysčio pavidalo ir yra parengti naudoti. Kiekvieno kalibratoriaus koncentracija nurodyta pakuotės lapelyje.

Reagento pavadinimas: „QMS Everolimus “ analizė REF A53716 DxC 500 AU / 500i
Settings
Kalibratoriaus pavadinimas: „QMS Everolimus“ kalibratorių rinkinys REF A53724

Reagento ID 560

TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry
Test ID	EVER+		Calculated Result	☐
LIS Code	EVER+		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	EVER	Reagent ID	560	☐ FSE Test
ABB Name	EVL1N	Parameter Long Name	Everolimus A53716 EVL1N Other	
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								Last: Low	-2.0000	High	3.0000
	R1-1	175	μL	Dilution	0	μL	ANALYTICAL MEASURING RANGE	Low	1.50	High	20.00
	R2-1	45	μL	Dilution	0	μL					
WAVELENGTH	Primary	700	nm	Secondary	NONE	nm	MANUFACTURER FACTOR	A	1	B	0
METHOD		FIXED 1 ▼					REAGENT ONBOARD STABILITY		31	Days	0
REACTION SLOPE		+									
MEASURING POINT	Point 1: First	24		Last	27		LIH INFLUENCE CHECK	☐ Perform LIH check			
	Point 2: First			Last			Lipemia	+	▼		
							Icterus	+	▼		
							Hemolysis	+	▼		
Linearity Limit			%								
Lag Time Check				☐ Perform Lag Time Check							

Reagento pavadinimas: „QMS Everolimus “ analizė REF A53716 DxC 500 AU / 500i

Reagento ID 560

Settings

Kalibratoriaus pavadinimas: „QMS Everolimus“ kalibratorių rinkinys“ REF A53724, 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

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	Ever CAL-1	0.00	-2.00	3.00
Point 2	Ever CAL-2	1.50	-2.00	3.00
Point 3	Ever CAL-3	3.00	-2.00	3.00
Point 4	Ever CAL-4	6.00	-2.00	3.00
Point 5	Ever CAL-5	12.00	-2.00	3.00
Point 6	Ever CAL-6	20.00	-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

Limit Points

Limit 1	0
Limit 2	27

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.

© 2024 m. „Thermo Fisher Scientific Inc.“. Visos teisės saugomos. Visi prekių ženklai yra „Thermo Fisher Scientific“ ir jos patrunuojamųjų 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