

**„QMS™ Everolimus (EVER)“ ANALIZĖS TAIKYMAS**  
**„Beckman Coulter“ DxC 500 AU®**



„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](http://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 vietas „Beckman Coulter“ atstovą.

**Reagento laikymas**

Informacijos apie reagento laikymą pateikta pakuotės lapelyje. Norėdami gauti pakuotės lapelius, apsilankykite svetainėje [www.thermoscientific.com/diagnostics](http://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:

	AU reagento buteliukas	
Analizės rinkinys „QMS Everolimus“	R1 skyrius	R2 skyrius
Antikūnų / substrato reagentas <b>R1</b>	Vienas buteliukas (30 ml)	
Mikrodalelių reagentas <b>R2</b>		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](http://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 (EVER)“ analizė REF A53716 DxC 500 AU  
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	<input type="checkbox"/>			
LIS Code	EVER+		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	EVER	Reagent ID	560	<input type="checkbox"/>	FSE Test		
ABB Name	EVL1N	Parameter Long Name	Everolimus A53716 EVL1N Other				
Region	<input 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	175	µL	Dilution	0	µL		Last: Low	-2.0000	High	3.0000	
	R2-1	45	µL	Dilution	0	µL	ANALYTICAL MEASURING RANGE	Low	1.50	High	20.00	
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	24		Last	27		Lipemia	+	▼			
	Point 2: First			Last			Icterus	+	▼			
Linearity Limit			%				Hemolysis	+	▼			
Lag Time Check	<input type="checkbox"/>	Perform Lag Time Check										

Reagento pavadinimas: „QMS Everolimus (EVER)“ analizė REF A53716 DxC 500 AU  
**Settings**

Reagento ID 560

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

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	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				

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

Limit Points  
 Limit 1   
 Limit 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 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*