

QMS™ Everolimus (EVER) TILLÄMPNING Beckman Coulter DxC 500 AU®



Beckman Coulter-reagens REF A53716

Tillämpningen är avsedd för bestämning av everolimus i humant helblod.



Endast för in vitro-diagnostisk användning
Receptbelagt

Avsedd användning



Informationen i detta informationsblad är avsedd som ett komplement till bipacksedeln. Se bipacksedeln för information om avsedd användning, reagensförvaring, reagensberedning, provtagning, provberedning, provförvaring, kvalitetskontroll och ytterligare prestandadata. Du hittar bipacksedlar på www.thermofisher.com genom att ange analysens namn i fältet *Search* (Sök).

Beställningsinformation

Artikel	Storlek	Beckman Coulter-beställningsnummer
QMS Everolimus (Ever) analys	R1: 1 x 22 mL R2: 1 x 8 mL	A53716
QMS Everolimus (Ever) kalibratorer	3 mL per nivå	A53724
QMS Everolimus (Ever) kontroller	3 mL per nivå	A53717
AU-flaska	20 x 30 mL	63094

Teknisk support

Kontakta lokal representant för Beckman Coulter om du behöver teknisk support.

Reagensförvaring

Du hittar bipacksedlar på www.thermofisher.com/diagnostics genom att ange analysens namn i fältet *Search* (Sök).

Fortsättning på nästa sida

Bruksanvisning

Procedur för analysator

Information om hur analysatorn används finns i användarhandböckerna. Se bipacksedeln för fullständig reagensberedning.

Låt reagensen anta jämvikt i 15 minuter i 2 till 8 °C innan du häller i AU-flaskorna. Dispensera R1-reagens och R2-reagens i lämpliga AU-flaskor, enligt tabellen nedan:

	AU-reagensflaska	
QMS Everolimus-analyskit	R1-fack	R2-fack
Antikropps-/substratreagens R1	En flaska (30 mL)	
Mikropartikelreagens R2		En flaska (30 mL)

Varning! Dessa reagenser måste programmeras till fasta positioner. Använd inte Thermo-reagensflaskor direkt på AU-analysatorn.

Tolkning av resultat och data

Provresultat skrivs ut i ng/mL.

Beredning av prover

Bipacksedeln innehåller en fullständig beskrivning av provberedning. Produktens bipacksedel finns på Thermo Fisher Scientifics webbplats. Gå till www.thermoscientific.com/diagnostics och ange analysens namn i fältet *Search* (Sök) för att hitta bipacksedlar.

Kalibrering

Använd kalibratorkitet för QMS Everolimus. Kalibratorerna är flytande och klara att använda. Se bipacksedeln för koncentration av varje enskild kalibrator.

Reagensnamn: QMS Everolimus (EVER) analys REF A53716 DxC 500 AU Settings
Kalibratornamn: QMS Everolimus-kalibratorkit Kit REF A53724

Reagens-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	+				
						Hemolysis	+				
Linearity Limit											
Lag Time Check						<input type="checkbox"/> Perform Lag Time Check					

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
 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

Ytterligare information

Viktigt

Eftersom Beckman Coulter inte tillverkar reagensen eller utför kvalitetskontroll eller andra tester på enskilda partier kan Beckman Coulter inte hållas ansvariga för kvaliteten på de erhållna data som orsakas av reagensens prestanda, eventuell variation mellan reagenspartier eller protokolländringar av tillverkaren.

Transportskador Meddela Beckman Coulters tekniska support om produkten var skadad vid leverans.

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Med ensamrätt. Alla varumärken tillhör Thermo Fisher Scientific och dess dotterbolag, om inte annat anges. AU Series Systems är varumärken som tillhör Beckman Coulter. Denna information presenteras som ett exempel på funktionerna hos Thermo Fisher Scientific produkter. Den är inte avsedd att uppmuntra användandet av dessa produkter på något sätt som kan göra intrång i andras immateriella rättigheter.



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

Slut