

QMS™ Everolimus -TOEPASSING
Beckman Coulter DxC 500 AU / 500i

Beckman Coulter-reagens REF A53716

De toepassing is bedoeld voor de bepaling van everolimus in menselijk volbloed.

Uitsluitend voor diagnostisch gebruik in vitro
Alleen op voorschrift**Beoogd
gebruik**

De informatie in dit toepassingsblad is bedoeld als aanvulling op de bijsluiter. Raadpleeg de bijsluiter voor informatie over beoogd gebruik, opslag van reagentia, reagensvoorbereiding, monsterverzameling, monstervoorbereiding, opslag van monsters, kwaliteitscontrole en aanvullende prestatiegegevens. Ga voor bijsluiters naar www.thermofisher.com en voer de naam van de analyse in het veld *Search* (Zoeken) in.

**Bestellen
Informatie**

Artikel	Grootte	Bestelnummer Beckman Coulter
QMS Everolimus (Ever)-analyse	R1: 1 x 22 ml R2: 1 x 8 ml	A53716
QMS Everolimus (Ever)-kalibrators	3 ml per niveau	A53724
QMS Everolimus (Ever)- controlemiddelen	3 ml per niveau	A53717
AU-fles	20 x 30 ml	63094

**Technische
ondersteuning**

Neem voor technische ondersteuning contact op met uw plaatselijke Beckman Coulter-vertegenwoordiger.

Reagensopslag

Raadpleeg de bijsluiter voor informatie over de opslag van reagentia. Ga voor bijsluiters naar www.thermoscientific.com/diagnostics en voer de naam van de analyse in het veld *Search* (Zoeken) in.

Vervolg op de volgende pagina

Gebruiksaanwijzing

Procedure voor analyser

Raadpleeg de gebruikershandleidingen voor informatie over de werking van de analyser. Raadpleeg de bijsluiter voor de volledige bereiding van het reagens.

Laat het reagens 15 minuten in gekoelde toestand (2 tot 8 °C) stabiliseren voordat u het in AU-flessen giet. Voeg R1-reagens en R2-reagens toe aan de juiste AU-flessen, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

	AU-reagensfles	
QMS Everolimus-analyseset	R1-compartiment	R2-compartiment
Antilichaam/substraatreagens R1	Eén fles (30 ml)	
Micropartikelreagens R2		Eén fles (30 ml)

Waarschuwing: deze reagentia moeten op vaste posities worden geprogrammeerd. Gebruik de Thermo-reagensflessen niet rechtstreeks op de AU-analyser.

Interpretatie van resultaten en gegevens

Resultaten voor monsters worden afgedrukt in ng/ml.

Vorbereiding van het monster

Raadpleeg de bijsluiter voor de volledige preparatie van het monster. De bijsluiter vindt u op de website van Thermo Fisher Scientific: ga voor bijsluiters naar www.thermoscientific.com/diagnostics en voer de naam van de analyse in het veld *Search* (Zoeken) in.

Kalibratie

Gebruik de QMS Everolimus-kalibratorset. De kalibrators zijn vloeibaar en klaar voor gebruik. Raadpleeg de bijsluiter voor de concentratie van elke kalibrator.

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	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	☐ Perform LIH check			
MEASURING POINT	Point 1: First	24		Last	27		Lipemia	+ ▼			
	Point 2: First			Last			Icterus	+ ▼			
							Hemolysis	+ ▼			
Linearity Limit											
Lag Time Check	☐ Perform Lag Time Check										

Naam reagens: QMS Everolimus Analyse REF A53716 DxC 500 AU / 500i Instellingen
Naam kalibrator: QMS Everolimus-kalibratorset REF A53724, vervolg

Reagens-ID 560

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

Decision Values

Value 1
Value 2

☐ Logic Check 3

Check Points

Point 1
Interval

Decision Values

Value 1
Value 2

Limit Points

Limit 1
Limit 2

Limit Points

Limit 1
Limit 2

Limit Points

Limit 1
Limit 2

Check Pattern

Pattern

Aanvullende informatie

Belangrijk

Omdat Beckman Coulter het reagens niet produceert of kwaliteitscontroles of andere tests uitvoert op afzonderlijke partijen, is Beckman Coulter niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verkregen gegevens die worden veroorzaakt door de prestaties van het reagens, variaties in reagenspartijen of protocolwijzigingen door de fabrikant.

Transportschade

Neem contact op met uw Beckman Coulter Technical Support Center als dit product bij ontvangst beschadigd is.

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn het eigendom van Thermo Fisher Scientific en haar dochterondernemingen, tenzij anders vermeld. AU Series Systems zijn handelsmerken van Beckman Coulter. Deze informatie wordt gepresenteerd als een voorbeeld van de mogelijkheden van producten van Thermo Fisher Scientific. Het is niet bedoeld om het gebruik van deze producten aan te moedigen op manieren die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.



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

Einde