

# QMS™ Everolimus (EVER)-TOEPASSING Beckman Coulter DxC 500 AU®



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](http://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](http://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 bijsluiters 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-analysestet	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 bijsluiters voor de volledige preparatie van het monster. De bijsluiters vindt u op de website van Thermo Fisher Scientific: ga voor bijsluiters naar [www.thermoscientific.com/diagnostics](http://www.thermoscientific.com/diagnostics) en voer de naam van de analyse in het *veid Search* (Zoeken) in.

---

## Kalibratie

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

---

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

## 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.

---

© 2023 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*