

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

Beckman Coulter Reagent REF A53716

Aplikace je určena ke stanovení everolimu v lidské plné krvi.

Pouze k diagnostickému použití in vitro
Rx Only**Určené
použití**

Informace uvedené v tomto listu aplikace jsou určeny jako doplněk k příbalové informaci. Informace o zamýšleném použití, skladování reagensů, přípravě reagensů, odběru vzorků, přípravě vzorků naleznete v příbalové informaci. skladování vzorků, kontrola kvality a další údaje o výkonu. Příbalové informace najdete na www.thermofisher.com a zadejte název testu do pole *Search* (Vyhledat).

**Objednací
údaje**

Položka	Velikost	Beckman Coulter - objednací číslo
Test QMS Everolimus (Ever) Assay	R1: 1 x 22 ml R2: 1 x 8 ml	A53716
Kalibrátory QMS Everolimus (Ever) Calibrators	3 ml na úroveň	A53724
Kontroly QMS Everolimus (Ever) Controls	3 ml na úroveň	A53717
Láhev AU	20 x 30 ml	63094

**Technická
podpora**

Ohledně technické podpory kontaktujte svého místního zástupce společnosti Beckman Coulter.

**Skladování
reagensů**

Informace o skladování reagensů naleznete v příbalové informaci. Příbalové informace najdete na www.thermoscientific.com/diagnostics a zadejte název testu do pole *Search* (Vyhledat).

Pokračování na další straně

Návod k použití

Postup pro analyzátor

Informace pro obsluhu analyzátoru najdete v příslušných návodech k použití. Kompletní příprava reagensů je uvedena v příbalové informaci.

Před nalitím do lahví AU nechte reagensy asi na 15 minut vyrovnat na teplotu v lednici (2 až 8 °C). Dávkujte reagensy R1 a R2 do příslušných lahví AU dle následující tabulky:

Testovací souprava QMS Everolimus	Reagenční láhev AU	
	R1 oddíl	R2 oddíl
Protilátka / substrátová reagensie [R1]	Jedna láhev (30 ml)	
Mikročástice reagensie [R2]		Jedna láhev (30 ml)

Varování: Tyto reagensy musí být programovány do pevné polohy. Nepoužívejte reagenční lahve Thermo přímo v analyzátoru AU.

Interpretace dat a výsledků

Výsledky vzorků budou vytištěny v ng/ml.

Příprava vzorku

V příbalové informaci jsou uvedeny kompletní pokyny k přípravě vzorku. Produktové informace naleznete na webové stránce Thermo Fisher Scientific: příbalové informace viz www.thermoscientific.com/diagnostics a zadejte název testu do pole Search (Vyhledat).

Kalibrace

Použijte soupravu QMS Everolimus Calibrator. Kalibrátory jsou v tekuté formě a připravené k použití. Koncentrace pro každý kalibrátor jsou uvedeny v příbalové informaci.

Název reagensie: QMS Everolimus Assay REF A53716 DxC 500 AU / 500i Settings
Název kalibrátoru: QMS Everolimus Calibrator Kit REF A53724

ID reagensie 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	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											

Název reagencie: QMS Everolimus Assay REF A53716 DxC 500 AU / 500i Settings
Název kalibrátoru: QMS Everolimus Calibrator Kit REF A53724, pokračování

ID reagencie 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

Limit Points

Limit 1
Limit 2

☐ Logic Check 3

Check Points

Point 1
Interval

Decision Values

Value 1
Value 2

Limit Points

Limit 1
Limit 2

Check Pattern

Pattern

Doplňující informace

Důležité

Vzhledem k tomu, že společnost Beckman Coulter nevyrábí reagenty ani neprovádí kontrolu kvality nebo jiné testy jednotlivých šarží, nemůže tudíž společnost Beckman Coulter být zodpovědná za kvalitu získaných údajů, která souvisí s výkonností reagentie, za žádné odchylky mezi šaržemi reagentie ani za změny protokolu výrobce.

Poškození při přepravě

Pokud obdržíte tento produkt poškozený, uvědomte prosím svoje centrum technické podpory Beckman Coulter.

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Všechna práva vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky vlastnictvím společnosti Thermo Fisher Scientific a jejích poboček. AU Series Systems jsou ochranné známky společnosti Beckman Coulter. Tyto informace jsou uvedeny jako příklad způsobilosti produktů společnosti Thermo Fisher Scientific. Nejsou určeny pro podporu používání těchto produktů jakýmkoli způsobem, který může ohrozit práva ostatních na duševní vlastnictví.



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

Konec