

# APPLICAZIONE DI QMS™ Everolimus Beckman Coulter DxC 500 AU / 500i



Reagente Beckman Coulter REF A53716

L'applicazione è destinata alla determinazione di everolimus nel sangue intero umano.



Solo per uso diagnostico in vitro  
Solo su prescrizione medica

## Uso previsto



Le informazioni fornite nel presente foglio applicativo costituiscono un'integrazione al foglio illustrativo della confezione. Consultare il foglio illustrativo per informazioni sull'uso previsto, la conservazione e preparazione del reagente, il prelievo, la preparazione e la conservazione dei campioni, il controllo di qualità e ulteriori dati sulle prestazioni. Per i foglietti illustrativi, visitare il sito [www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com) e inserire il nome del dosaggio nel campo *di ricerca*.

## Ordine Informazioni

Articolo	Formato	Numero di riordine Beckman Coulter
Saggio QMS Everolimus (Ever)	R1: 1 x 22 mL R2: 1 x 8 mL	A53716
Calibratori QMS Everolimus (Ever)	3 mL per livello	A53724
Controlli QMS Everolimus (Ever)	3 mL per livello	A53717
Flacone AU	20 x 30 mL	63094

## Supporto tecnico

Per il supporto tecnico, contattare il rappresentante locale Beckman Coulter.

## Conservazione dei reagenti

Per informazioni sulla conservazione dei reagenti, fare riferimento al foglietto illustrativo. Per i foglietti illustrativi, visitare il sito [www.thermoscientific.com/diagnostics](http://www.thermoscientific.com/diagnostics) e inserire il nome del dosaggio nel campo *di ricerca*.

*Continua alla pagina seguente*

# Istruzioni per l'uso

---

**Funzionamento dell'analizzatore** Per informazioni sul funzionamento dell'analizzatore, fare riferimento ai manuali dell'operatore. Per informazioni sulla preparazione completa dei reagenti, fare riferimento al foglietto illustrativo.

Prima di versare in flaconi AU, lasciare equilibrare il reagente per 15 minuti a temperatura refrigerata (2-8 °C). Dispensare il reagente R1 e il reagente R2 in appositi flaconi AU come indicato nella tabella seguente:

	Flacone per reagente AU	
Kit per test QMS Everolimus	Scomparto R1	Scomparto R2
Reagente anticorpo/substrato <b>R1</b>	Un flacone (30 mL)	
Microparticles Reagent <b>R2</b>		Un flacone (30 mL)

Avvertenza: questi reagenti devono essere programmati in posizioni fisse. Non utilizzare i flaconi di reagente Thermo direttamente sull'analizzatore AU.

---

**Risultati e interpretazione dei dati** I risultati dei campioni verranno stampati in ng/mL.

---

**Preparazione dei campioni** Per informazioni sulla preparazione completa del campione, fare riferimento al foglietto illustrativo. Il foglietto illustrativo del prodotto è disponibile sul sito Web di Thermo Fisher Scientific: per i foglietti illustrativi, visitare il sito [www.thermoscientific.com/diagnostics](http://www.thermoscientific.com/diagnostics) e inserire il nome del dosaggio nel campo *di ricerca*.

---

**Calibrazione** Utilizzare il kit di calibratori QMS Everolimus. I calibratori sono liquidi e pronti all'uso. Per la concentrazione di ciascun calibratore, fare riferimento al foglietto illustrativo.

---

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 ▼
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
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							

Nome reagente: saggio QMS Everolimus REF A53716 DxC 500 AU / 500i Settings  
 Nome calibratore: kit di calibratori QMS Everolimus REF A53724, *Continua*

ID reagente 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

Limit Points  
 Limit 1   
 Limit 2

Decision Values  
 Value 1   
 Value 2

Check Pattern  
 Pattern

# Informazioni supplementari

---

## Importante

Poiché Beckman Coulter non produce il reagente né esegue controlli di qualità o altre analisi sui singoli lotti, Beckman Coulter non può essere responsabile della qualità dei dati ottenuti in base alle prestazioni del reagente, di eventuali variazioni tra i lotti di reagente o delle modifiche al protocollo da parte del produttore.

---

## Danni dovuti al trasporto

Se il prodotto risulta danneggiato alla consegna, contattare il centro di supporto tecnico Beckman Coulter.

---

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific e delle sue consociate salvo diversamente specificato. I sistemi della serie AU sono marchi di Beckman Coulter. Queste informazioni vengono fornite come esempio delle capacità dei prodotti Thermo Fisher Scientific e non intendono incoraggiare l'uso dei prodotti con modalità che potrebbero violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi.



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

---

*Fine*