

APPLICAZIONE QMS[®] EVEROLIMUS BECKMAN COULTER AU480[®]/AU680[®]/AU5800[®]

Reagente Beckman Coulter REF A53716 (Internazionale)

Il dosaggio QMS per l'everolimus è concepito per la determinazione quantitativa di everolimus nel sangue umano intero su analizzatori chimico-clinici automatizzati. I risultati ottenuti vengono utilizzati come strumento nella gestione di pazienti sottoposti a trapianto d'organi in terapia a base di everolimus.

Solo per uso diagnostico in vitro

Scopo

Le informazioni fornite nel presente foglio applicativo costituiscono un'integrazione al foglio illustrativo della confezione. Consultare il foglio illustrativo per informazioni sull'uso previsto, sulla conservazione e sulla preparazione del reagente, sul prelievo, sulla preparazione e sulla conservazione dei campioni, sul controllo di qualità e su ulteriori dati sulle prestazioni.

Informazioni per l'ordine

Articolo	Formato	Numero nuovo ordine Beckman Coulter
Dosaggio di QMS [®] Everolimus	R1 22 ml, R2 8 ml, Reagente precipitante 8 ml	A53716
Serie di calibratori QMS Everolimus	6 livelli, 3 ml – 1 flacone cad.	A53724
Set di controlli QMS Everolimus	3 livelli, 3 ml – 1 flacone cad.	A53717
Flacone AU	15 ml	63165
Flacone AU	30 ml	63094

Assistenza tecnica

Per assistenza tecnica, contattare il rappresentante Beckman Coulter di zona.

Conservazione del reagente

Per informazioni sulla conservazione del reagente, leggere il foglietto illustrativo contenuto nella confezione.

Continua alla pagina seguente

Istruzioni per l'uso

Procedura per l'analizzatore

Per ulteriori informazioni sul funzionamento dell'analizzatore, consultare i manuali dell'operatore. Prima dell'uso, capovolgere più volte evitando la formazione di bollicine. Erogare il reagente R1 e il reagente R2 nei flaconi AU appropriati, come mostrato nella tabella di seguito:

Kit di dosaggio di QMS Everolimus	Flacone reagente AU	
	Scomparto R1	Scomparto R2
Anticorpo policlonale anti-everolimus R1	Un flacone (30 ml)	
Microparticelle rivestite di everolimus R2		Un flacone (15 ml)

Avvertenza: i reagenti devono essere programmati su posizioni fisse. Non utilizzare i flaconi dei reagenti Thermo direttamente sull'analizzatore AU.

A causa del carryover in analizzatori ad accesso casuale, sono state osservate significative interferenze di QMS Everolimus nei dosaggi di microalbumina (OSR6167) e di urine/CSF albumina (B38858/B46435). Impostare i parametri di contaminazione consigliati e riportati di seguito:

Parametri di contaminazione AU480									
N.	NOME TEST PRECEDENTE	Tipo	NOME TEST SUCCESSIVO	Tipo	TIPO DI DETERGENTE DELLA SONDA DEI REAGENTI	CONTEGGIO LAVAGGI	EFFICACIA DELLA PULIZIA CON ACQUA	STESSO USO	
								MISCELATORE	CUVETTA
1	EVR	R1	MALB/UALB	R1	Acqua	3	Si	Si	No
2	EVR	R1	MALB/UALB	R2	Acqua	3	Si	Si	No

Parametri di contaminazione AU680							
N.	NOME TEST PRECEDENTE	NOME TEST SUCCESSIVO	TIPO DI DETERGENTE DELLA SONDA DEI REAGENTI	CONTEGGIO LAVAGGI	EFFICACIA DELLA PULIZIA CON ACQUA	STESSO USO	
						MISCELATORE	CUVETTA
1	EVR	MALB/UALB	Acqua	3	Si	Si	No

Parametri di contaminazione AU5800							
N.	NOME TEST PRECEDENTE	NOME TEST SUCCESSIVO	TIPO DI DETERGENTE DELLA SONDA DEI REAGENTI	CONTEGGIO LAVAGGI	EFFICACIA DELLA PULIZIA CON ACQUA	STESSO USO	
						MISCELATORE	CUVETTA
1	EVR	MALB/UALB	Acqua	3	Si	Si	No

Nota: per AU5800, si consiglia di separare MALB e UALB da EVR utilizzando gli specifici anelli, se possibile.

Risultati e interpretazione dei dati

I risultati dei campioni verranno mostrati in ng/ml.

Preparazione dei campioni

Per informazioni sulla preparazione completa dei campioni, leggere il foglietto illustrativo contenuto nella confezione. A causa della stabilità del campione, si consiglia di non superare la soglia di 24 campioni estratti per analisi. Il foglietto illustrativo del prodotto è disponibile sul sito Web di Thermo Fisher:

www.thermoscientific.com/Diagnostics

Calibrazione

Utilizzare la serie di calibratori QMS Everolimus. I calibratori sono preparati come i campioni dei pazienti. Il valore sul flacone indica quello da utilizzare nei parametri di seguito. I valori dei lotti non cambiano.



Parametri di applicazione

Parametri

Nelle tabelle seguenti sono indicati i parametri chimici del dosaggio QMS Everolimus sugli analizzatori Beckman AU480, AU680 e AU5800.

QMS EVEROLIMUS, AU480

Specific Test Parameters											
General		LIH		ISE		Range					
Test Name:		EVER		<		>		Type:		Serum	
Operation:		Yes									
Sample Volume		10.0		µL		Dilution		0		µL	
Pre-Dilution Rate		1						OD Limit			
Reagents Volume: R1(R1-1)		175		µL		Dilution		0		µL	
R2 (R2-1)		45		µL		Dilution		0		µL	
Wavelength: Pri.		700		nm		Sec.		None		nm	
Method:		FIXED1						Min. OD		-2.00	
Reaction slope:		+						Max. OD		3.00	
Measuring Point 1: First		24				Last		27			
Measuring Point 2: First						Last					
Linearity:				%				Reagent OD limit:			
No Lag Time:		No						First Low		-2.00	
								High		3.00	
								Last Low		-2.00	
								High		3.00	
								Dynamic Range Low		1.5	
								High		20.0	
								Correlation Factor A		1	
								B		0	
								Factor for Maker A		1	
								B		0	
								Onboard Stability		#	
								Days		#	
								Hour			
								LIH Influence Check		#	
								Lipemia			
								Icterus			
								Hemolysis			

Specific Test Parameters											
General				ISE		Range					
Test Name:		EVER		<		>		Type:		Serum	
Value/Flag:		#				Level L:		#		Level H:	
Level H:		#									
Specific Ranges:											
From To											
Sex Year Month Year Month Low High											
<input type="checkbox"/> 1. # # # # # # # # <input type="checkbox"/> 2. # # # # # # # # <input type="checkbox"/> 3. # # # # # # # # <input type="checkbox"/> 4. # # # # # # # # <input type="checkbox"/> 5. # # # # # # # # <input type="checkbox"/> 6. # # # # # # # # 7. No demographics # # 8. Not within expected values # #											
Unit		ng/mL				Decimal Places		#			
Panic Value											
Low High											
# #											

Continua alla pagina seguente



QMS EVEROLIMUS, AU480, continua

Calibration Specific									
General		ISE							
Test Name:		EVER		<	>	Type:	Serum		<input type="checkbox"/> Use Serum Cal.
Calibration Type:		6AB		Formula:		EIA Type 1		Counts:	2
<Calibrator Parameters>									
	Calibrator ↑	OD	Conc	Factor Range		Slope Check		-	
				Low	High			Allowable Range Check	
Point 1:	#		0.00	-2.0	3.0			<input type="checkbox"/> Reagent Blank	
Point 2:	#		1.50	-2.0	3.0			<input type="checkbox"/> Calibration	
Point 3:	#		3.00	-2.0	3.0			Advanced Calibration	
Point 4:	#		6.00	-2.0	3.0			Operation	
Point 5:	#		12.00	-2.0	3.0			Interval (RB/ACAL)	
Point 6:	#		20.00	-2.0	3.0				
Point 7:									
Point 8:									
Point 9:									
Point 10:									
<Point Cal. For Master Curve>									
		No. of Correction Points		Use Master Curve				<input type="checkbox"/> Lot Calibration	
	Calibrator	OD	Conc	OD Range		Stability		Reagent Blanks Calibration	
				Low	High			# Day # Hour	
Point 1:								# Day # Hour	
Point 2:									
MB Type Factor:		1-Point Calibration Point						<input type="checkbox"/> With CONC-0	

N. definito dall'utente

Continua alla pagina seguente



QMS EVEROLIMUS, AU680

Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	Range
Test Name:	EVER ▾	<	>
Type:	Serum ▾	Operation: Yes ▾	
Sample Volume	10.0 μL	Dilution	0 μL
Pre-Dilution Rate	1	OD Limit	
Reagents Volume:	R1(R1-1) 175 μL	Dilution	0 μL
		Min. OD	-2.00
		Max. OD	3.00
		Reagent OD limit:	
		First Low	-2.00
		High	3.00
		Last Low	-2.00
		High	3.00
R2 Volume	45 μL	Dilution	0 μL
Dynamic Range Low	1.5	High	20.0
Common Reagent	Type: None	Name	
Wavelength:	Pri: 700 nm	Sec: None nm	
Method:	FIXED1 ▾	Correlation Factor A	1
		B	0
Reaction slope:	+ ▾	Factor for Maker A	1
		B	0
Measuring Point 1:	First: 24	Last: 27	
Measuring Point 2:	First:	Last:	
Linearity:	%	Onboard Stability	# Days # Hour
No Lag Time:	No ▾	LIH Influence Check	# ▾
		Lipemia	▾
		Icterus	▾
		Hemolysis	▾

Specific Test Parameters																																																																								
General	ISE	Range																																																																						
Test Name:	EVER ▾	<	>																																																																					
Type:	Serum ▾																																																																							
Value/Flag:	# ▾	Level L:	#																																																																					
		Level H:	#																																																																					
Specific Ranges:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>From</th> <th>To</th> <th>Low</th> <th>High</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1.</td> <td>Sex: # ▾</td> <td>Year: #</td> <td>Month: #</td> <td>Year: #</td> <td>Month: #</td> <td>Low: #</td> <td>High: #</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2.</td> <td>Sex: # ▾</td> <td>Year: #</td> <td>Month: #</td> <td>Year: #</td> <td>Month: #</td> <td>Low: #</td> <td>High: #</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3.</td> <td>Sex: # ▾</td> <td>Year: #</td> <td>Month: #</td> <td>Year: #</td> <td>Month: #</td> <td>Low: #</td> <td>High: #</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4.</td> <td>Sex: # ▾</td> <td>Year: #</td> <td>Month: #</td> <td>Year: #</td> <td>Month: #</td> <td>Low: #</td> <td>High: #</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 5.</td> <td>Sex: # ▾</td> <td>Year: #</td> <td>Month: #</td> <td>Year: #</td> <td>Month: #</td> <td>Low: #</td> <td>High: #</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 6.</td> <td>Sex: # ▾</td> <td>Year: #</td> <td>Month: #</td> <td>Year: #</td> <td>Month: #</td> <td>Low: #</td> <td>High: #</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 7.</td> <td colspan="5">No demographics</td> <td>#</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 8.</td> <td colspan="5">Not within expected values</td> <td>#</td> <td>#</td> </tr> </tbody> </table>				From	To	Low	High	<input type="checkbox"/> 1.	Sex: # ▾	Year: #	Month: #	Year: #	Month: #	Low: #	High: #	<input type="checkbox"/> 2.	Sex: # ▾	Year: #	Month: #	Year: #	Month: #	Low: #	High: #	<input type="checkbox"/> 3.	Sex: # ▾	Year: #	Month: #	Year: #	Month: #	Low: #	High: #	<input type="checkbox"/> 4.	Sex: # ▾	Year: #	Month: #	Year: #	Month: #	Low: #	High: #	<input type="checkbox"/> 5.	Sex: # ▾	Year: #	Month: #	Year: #	Month: #	Low: #	High: #	<input type="checkbox"/> 6.	Sex: # ▾	Year: #	Month: #	Year: #	Month: #	Low: #	High: #	<input type="checkbox"/> 7.	No demographics					#	#	<input type="checkbox"/> 8.	Not within expected values					#	#
	From	To	Low	High																																																																				
<input type="checkbox"/> 1.	Sex: # ▾	Year: #	Month: #	Year: #	Month: #	Low: #	High: #																																																																	
<input type="checkbox"/> 2.	Sex: # ▾	Year: #	Month: #	Year: #	Month: #	Low: #	High: #																																																																	
<input type="checkbox"/> 3.	Sex: # ▾	Year: #	Month: #	Year: #	Month: #	Low: #	High: #																																																																	
<input type="checkbox"/> 4.	Sex: # ▾	Year: #	Month: #	Year: #	Month: #	Low: #	High: #																																																																	
<input type="checkbox"/> 5.	Sex: # ▾	Year: #	Month: #	Year: #	Month: #	Low: #	High: #																																																																	
<input type="checkbox"/> 6.	Sex: # ▾	Year: #	Month: #	Year: #	Month: #	Low: #	High: #																																																																	
<input type="checkbox"/> 7.	No demographics					#	#																																																																	
<input type="checkbox"/> 8.	Not within expected values					#	#																																																																	
	Unit: ng/mL	Decimal Places:	#																																																																					
		Panic Value																																																																						
		Low:	#																																																																					
		High:	#																																																																					

Continua alla pagina seguente



QMS EVEROLIMUS, AU680, continua

Calibration Specific											
General ISE											
Test Name:		EVER		<		>		Type:	Serum	<input type="checkbox"/> Use Serum Cal.	
Calibration Type:		6AB		Formula:		EIA Type 1		Counts:	#	Slope Check:	-
<Calibrator Parameters>											
	Calibrator ↑	OD	Conc	Factor Range				Allowable Range Check			
				Low	High			<input type="checkbox"/> Reagent Blank			
Point 1:	#		0.00	-2.0	3.0			<input type="checkbox"/> Calibration			
Point 2:	#		1.50	-2.0	3.0			Advanced Calibration			
Point 3:	#		3.00	-2.0	3.0			Operation			
Point 4:	#		6.00	-2.0	3.0			Interval (RB/ACAL)			
Point 5:	#		12.00	-2.0	3.0						
Point 6:	#		20.00	-2.0	3.0						
Point 7:											
Point 8:											
Point 9:											
Point 10:											
<Point Cal. For Master Curve>											
	Calibrator	OD	Conc	OD Range				Stability			
				Low	High			Reagent Blanks Calibration			
Point 1:								Day			
Point 2:								Day			
MB Type Factor:				1-Point Calibration Point				<input type="checkbox"/> With CONC-0			
								<input type="checkbox"/> Lot Calibration			

N. definito dall'utente

Continua alla pagina seguente



QMS EVEROLIMUS, AU5800

Parameters		Specific Test Parameters									
General	LIH	ISE	HbA1c		Calculated Test	Range					
Test Name:		EVER	<	>	Type:	Serum	Operation	Yes			
Sample Volume	8.9	μL	Dilution	0	μL	OD Limit					
Pre-Dilution Rate	1	▽	Diluent Bottle	#	▽	Min.OD	-2.00	Max.OD	3.00		
Rgt. Volume	R1(R1-1)	156	μL	Dilution	0	μL	Reagent OD Limit				
	R1-2		μL	Dilution		μL	First	Low	-2.00	High	3.00
	R2(R2-1)	40	μL	Dilution	0	μL	Last	Low	-2.00	High	3.00
Common Rgt. Type	None		Name			Dynamic Range Low	1.5	High	20.0		
Wavelength	Pri	700	▽nm	Sec.	None	▽nm	Correlation Factor A	1	B	0	
Method	FIXED1						Factor for Maker A	1	B	0	
Reaction Slope	+						Onboard Stability Period	#	Day	#	Hour
Measuring Point 1 1 st	24		Last	27		LIH Influence Check		#	▽		
Measuring Point 2 1 st			Last			Lipemia			▽		
Linearity Limit							Icterus		▽		
Lag Time Check	No						Hemolysis		▽		

Parameters		Specific Test Parameters						
General	LIH	ISE	HbA1c		Calculated Test	Range		
Test Name:		EVER	<	>	Type:	Serum	▽	
Value/Flag:	#							
Specific Ranges:	From	Level To		Low	#	High	#	
	Sex	Year	Month	Year	Month	Low	High	
<input type="checkbox"/> 1.	#	▽	#	#	#	#	#	
<input type="checkbox"/> 2.	#	▽	#	#	#	#	#	
<input type="checkbox"/> 3.	#	▽	#	#	#	#	#	
<input type="checkbox"/> 4.	#	▽	#	#	#	#	#	
<input type="checkbox"/> 5.	#	▽	#	#	#	#	#	
<input type="checkbox"/> 6.	#	▽	#	#	#	#	#	
7.	Standard demographics						#	#
8.	Not within expected values						#	#
Panic Value	Low	#	High	#	Unit	ng/mL	Decimal Places	#

Continua alla pagina seguente



QMS EVEROLIMUS, AU5800, continua

Parameters		Calibration Parameters	
Calibrators		Calibration Specific	
General		ISE	
Test Name: <input type="text" value="EVER"/> > < Type <input type="text" value="Serum"/> Cuvette . <input type="text"/> >			
<input type="checkbox"/> Use Serum Cal.			
Calibration Type: <input type="text" value="6AB"/> > Formula: <input type="text" value="EIA Type 1"/> > Counts: <input type="text" value="2"/> >			
<Calibrator Parameters>			
	Calibrator	OD	Conc
			Range
			Low High
Point 1:	<input type="text" value="#"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.00"/> <input type="text" value="-2.0"/> <input type="text" value="3.0"/>
Point 2:	<input type="text" value="#"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1.50"/> <input type="text" value="-2.0"/> <input type="text" value="3.0"/>
Point 3:	<input type="text" value="#"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3.00"/> <input type="text" value="-2.0"/> <input type="text" value="3.0"/>
Point 4:	<input type="text" value="#"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="6.00"/> <input type="text" value="-2.0"/> <input type="text" value="3.0"/>
Point 5:	<input type="text" value="#"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="12.00"/> <input type="text" value="-2.0"/> <input type="text" value="3.0"/>
Point 6:	<input type="text" value="#"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="20.00"/> <input type="text" value="-2.0"/> <input type="text" value="3.0"/>
Point 7:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Point 8:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Point 9:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Point 10:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Slope Check <input type="text" value="-"/> >	
		Allowance Range Check	
		<input type="checkbox"/> Reagent Blank <input type="text"/>	
		<input type="checkbox"/> Calibration <input type="text"/>	
		Advanced Calibration Operation <input type="text" value="No"/> >	
		Interval (RB/ACAL) <input type="text"/> >	
		<input type="checkbox"/> Lot Calibration	
		Use Master Curve <input type="text"/> >	
		No. of Correction Points <input type="text"/> >	
<Point Cal. For Master Curve>			
	Calibrator	OD	Conc
			OD Range
			Low High
Point-1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
Point-2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
		Stability	
		Reagent Blank <input type="text" value="#"/> Day <input type="text" value="#"/> Hour	
		Calibration <input type="text" value="#"/> Day <input type="text" value="#"/> Hour	
		MB Type Factor: <input type="text"/> 1-Point Calibration Point <input type="text" value="None"/> > <input type="checkbox"/> with Conc-0	

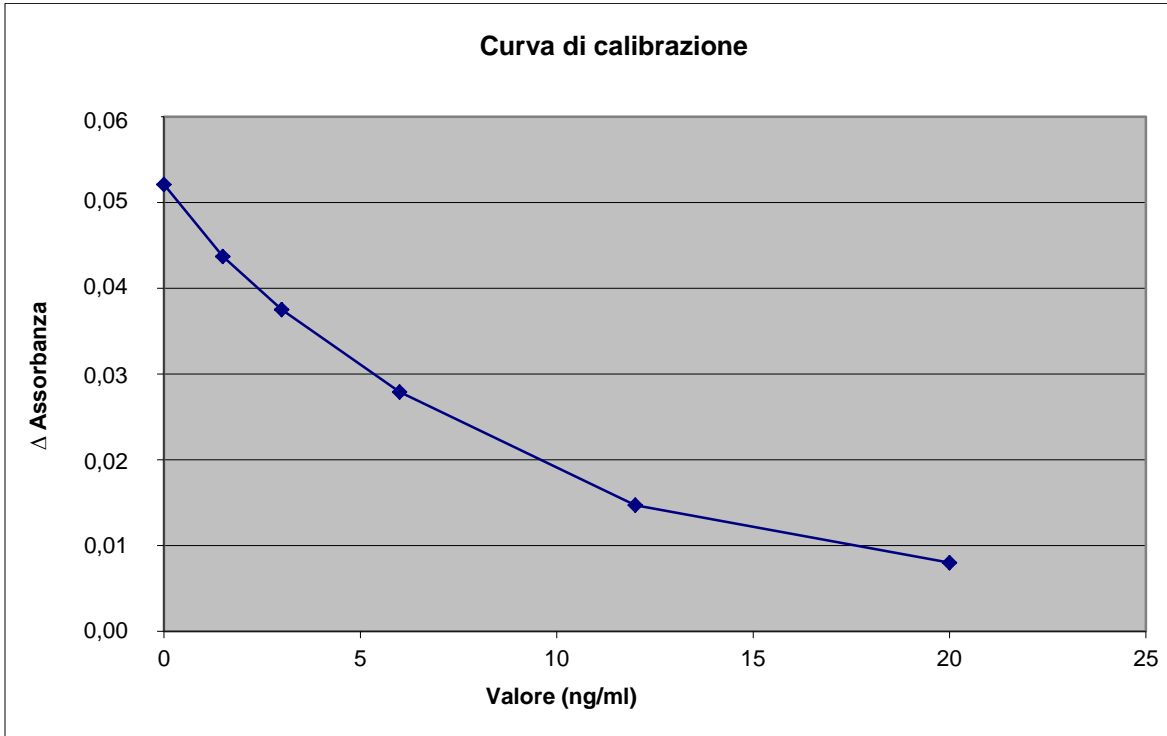
N. definito dall'utente

Risultati e interpretazione dei dati

Dati prestazioni

Per ulteriori informazioni sui risultati e sull'interpretazione dei dati, consultare il foglietto illustrativo incluso nella confezione del kit di dosaggio di QMS Everolimus.

Esempio di curva di calibrazione, Everolimus (AU480):



Continua alla pagina seguente

Precisione

Tali gradi di precisione ed equivalenza sono stati ottenuti con procedure di test tipiche in un sistema AU e non hanno lo scopo di rappresentare le specifiche delle prestazioni del reagente.

Sono stati testati campioni di controllo in repliche di 2, due volte al giorno per 20 giorni, in totale N = 80. I risultati sono mostrati nella tabella seguente:

Controlli	Controllo 1	Controllo 2	Controllo 3
AU480			
Media (ng/ml)	3,9	7,5	14,1
DS infra-ciclo (ng/ml)	0,28	0,46	0,81
VC (%) infra-ciclo	7,1	6,1	5,7
DS totale (ng/ml)	0,41	0,52	1,02
VC totale (%)	10,5	6,9	7,2
AU680			
Media (ng/ml)	4,2	8,0	15,6
DS infra-ciclo (ng/ml)	0,17	0,35	0,81
VC (%) infra-ciclo	4,1	4,4	5,2
DS totale (ng/ml)	0,20	0,43	0,91
VC totale (%)	4,9	5,3	5,8
AU5800			
Media (ng/ml)	3,9	7,4	14,1
DS infra-ciclo (ng/ml)	0,27	0,41	0,90
VC (%) infra-ciclo	6,8	5,5	6,4
DS totale (ng/ml)	0,40	0,64	1,14
VC totale (%)	10,1	8,7	8,1

Continua alla pagina seguente

Linearità

Sono stati analizzati undici livelli di calibratori e miscele di calibratori e confrontati a una singola curva di calibrazione e linearità calcolate. L'intervallo analitico del dosaggio è compreso tra 1,5 e 20,0 ng/ml. I flag di errore verranno visualizzati per il recupero dei campioni che si trovano al di sopra o al di sotto dell'intervallo di dosaggio.

Il dosaggio Everolimus ha recuperato fra il 93% e il 103% dei valori previsti sull'analizzatore AU480.

Il dosaggio Everolimus ha recuperato fra il 97% e il 106% dei valori previsti sull'analizzatore AU680.

Il dosaggio Everolimus ha recuperato fra il 93% e il 103% dei valori previsti sull'analizzatore AU5800.

LDD

Il calibratore negativo è stato analizzato e confrontato alla stessa curva di calibrazione per 21 repliche. Il valore LDD viene calcolato come $2 \times SD$.

Il livello di LDD osservato del dosaggio di Everolimus sull'analizzatore AU480 era 0,3 ng/ml.

Il livello di LDD osservato del dosaggio di Everolimus sull'analizzatore AU680 era 0,2 ng/ml.

Il livello di LDD osservato del dosaggio di Everolimus sull'analizzatore AU5800 era 0,2 ng/ml.

Correlazione e accuratezza

Centoventuno campioni di sangue sono stati analizzati con il dosaggio QMS Everolimus su Beckman Coulter AU480 e testati con il metodo di riferimento Hitachi 917.

Centocinquanta campioni di sangue sono stati analizzati con il dosaggio QMS Everolimus su Beckman Coulter AU680 e testati con il metodo di riferimento Hitachi 917.

Centosei campioni di sangue sono stati analizzati con il dosaggio QMS Everolimus su Beckman Coulter AU5800 e testati con il metodo di riferimento Hitachi 917.

Un'analisi di regressione lineare di Deming per Everolimus ha prodotto quanto segue:

Beckman Coulter AU480 = $0,95 \times (\text{Hitachi 917}) - 0,10$, con un coefficiente di correlazione pari a 0,992.

Beckman Coulter AU680 = $0,99 \times (\text{Hitachi 917}) - 0,13$, con un coefficiente di correlazione pari a 0,923.

Beckman Coulter AU5800 = $0,99 \times (\text{Hitachi 917}) + 0,13$, con un coefficiente di correlazione pari a 0,982.

Continua alla pagina seguente

Informazioni aggiuntive

Importante

Poiché Beckman Coulter non produce il reagente né effettua controlli di qualità o altri test sui singoli lotti, Beckman Coulter declina qualsiasi responsabilità per la qualità dei dati ottenuti che potrebbe essere dovuta alle prestazioni del reagente, per qualsiasi variazione fra i lotti di reagenti o per modifiche del protocollo da parte del produttore.

Danni durante il trasporto

Se il prodotto ricevuto presenta danni, comunicarlo al Centro assistenza clinica Beckman Coulter di riferimento.

© 2016 Thermo Fisher Scientific, Inc. Tutti i diritti riservati.
I sistemi AU Series sono marchi registrati di Beckman Coulter.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific e delle relative consociate.



  Thermo Fisher Scientific Oy Ratastie 2, P.O. Box 100, 01621 Vantaa, Finland
Tel: +358-9-329100 / Fax: +358-9-32910300

Fine