

**ZASTOSOWANIE testu QMS™ Tacrolimus
w analizatorze Beckman Coulter DxC 500 AU / 500i**

Odczynnik Beckman Coulter REF A53727

Niniejszy test służy do oznaczania stężenia takrolimusu w ludzkiej krwi pełnej.

Wyłącznie do stosowania w diagnostyce in vitro
Rx Only**Przeznaczenie**

Informacje zawarte w niniejszej karcie zastosowania stanowią uzupełnienie informacji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania. Informacje dotyczące przeznaczenia, przechowywania i przygotowywania odczynników, a także pobierania, przygotowywania oraz przechowywania próbek, kontroli jakości i dodatkowe dane na temat działania zawiera ulotka dołączona do opakowania. Ulotki dołączone do opakowania znajdują się na stronie www.thermofisher.com. Należy wpisać nazwę odpowiedniego testu w polu Search (Wyszukaj).

Dane do zamówień

Pozycja	Wielkość	Numer do zamówień firmy Beckman Coulter
Test QMS Tacrolimus	Odczynnik R1: 1 x 18 ml Odczynnik R2: 1 x 12 ml	A53727
Kalibratory QMS Tacrolimus	Kalibrator A: 1 x 4 ml Kalibrator B–F: 1 x 2 ml	A53728
Materiał kontrolny — poziom 1 More Diagnostics	4 x 4 ml	B51007
Materiał kontrolny — poziom 2 More Diagnostics	4 x 4 ml	A53712
Materiał kontrolny — poziom 3 More Diagnostics	4 x 4 ml	A53713
Butelka AU	20 x 30 ml	63094

Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc techniczną, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Beckman Coulter.

Przechowywanie odczynników

Informacje dotyczące przechowywania odczynników zawiera ulotka dołączona do opakowania. Ulotki dołączone do opakowania znajdują się na stronie www.thermoscientific.com/diagnostics. Należy wpisać nazwę odpowiedniego testu w polu Search (Wyszukaj).

Ciąg dalszy na następnej stronie

Instrukcja użytkowania

Opis procedury dla analizatora

Informacje dotyczące pracy z analizatorem zawiera instrukcja operatora. Wszystkie informacje dotyczące przygotowywania odczynników zawiera ulotka dołączona do opakowania.

Przed przelaniem odczynnika do butelek AU odczynnik należy pozostawić na 15 minut w temperaturze chłodziarki (2–8°C) w celu osiągnięcia stanu równowagi. Przenieść odczynniki R1 oraz R2 do odpowiednich butelek AU, jak pokazano w poniższej tabeli:

Zestaw do testu QMS Tacrolimus	Butelka AU na odczynnik	
	Schówek na odczynnik R1	Schówek na odczynnik R2
Odczynnik R1 — przeciwciało/substrat	Jedna butelka (30 ml)	
Odczynnik R2 — mikrocząsteczki		Jedna butelka (30 ml)

Ostrzeżenie: podczas programowania parametrów testu dla powyższych odczynników należy wybrać pozycję nieruchomą. Nie używać butelek z odczynnikiem Thermo bezpośrednio w analizatorze AU.

Wyniki i interpretacja danych

Wyniki dla próbek zostaną wydrukowane w ng/ml.

Przygotowywanie próbek

Wszystkie informacje dotyczące przygotowywania próbek zawiera ulotka dołączona do opakowania. Ulotki dołączone do opakowania znajdują się na stronie www.thermoscientific.com/diagnostics. Należy wpisać nazwę odpowiedniego testu w polu *Search* (Wyszukaj).

Kalibracja

Użyć zestawu kalibratorów QMS Tacrolimus. Kalibratory występują w postaci płynnej i są gotowe do użycia. Informacje dotyczące stężenia każdego z kalibratorów zawiera ulotka dołączona do opakowania.

Nazwa odczynnika: QMS Tacrolimus Assay REF A53727 DxC 500 AU / 500i
Ustawienia
Nazwa kalibratora: QMS Tacrolimus Calibrator Kit REF A53728

Identyfikator
odczynnika: 559

TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS									
Assay Name	Test	Rev	Discipline			Chemistry			
Test ID	TAC		Calculated Result			☐			
LIS Code	TAC		Result Type			Quantitative ▼			
UNITS AND RANGE SETTINGS									
Use Settings from	None ▼	Units	ng/mL ▼	Decimal Places		x.xx ▼		Other	
Test Kind	General ▼	Revision	01			☒ Multi Reagent Switch			
Reagent Name	TAC	Reagent ID	559			☐ FSE Test			
ABB Name	TAC1G	Parameter Long Name	Tacrolimus A53727CS TAC1G						
Region	☒ US	☒ OUS	☒ AP	☐ JP	☒ EU	☐ Other			
GENERAL PARAMETERS									
SAMPLE VOLUME			REACTION OD LIMIT						
Sample Volume	10.0	μL	Dilution	0	μL	Low	-2.0000	High	3.0000
Predilution Rate	1								
REAGENT VOLUME			REACTION BLANK OD LIMIT						
R1-1	125	μL	Dilution	0	μL	First: Low	-2.0000	High	3.0000
R2-1	75	μL	Dilution	0	μL	Last: Low	-2.0000	High	3.0000
WAVELENGTH			ANALYTICAL MEASURING RANGE						
Primary	700	nm	Secondary	NONE	nm	Low	1.00	High	30.00
METHOD			MANUFACTURER FACTOR						
FIXED 1 ▼			A			1	B	0	
REACTION SLOPE			REAGENT ONBOARD STABILITY						
+			31			Days	0	Hours	
MEASURING POINT			LIH INFLUENCE CHECK						
Point 1: First	20	Last	27	☐ Perform LIH check					
Point 2: First		Last		Lipemia	+	▼			
Linearity Limit				Icterus	+	▼			
				Hemolysis	+	▼			
Lag Time Check			☐ Perform Lag Time Check						

Nazwa odczynnika: QMS Tacrolimus Assay REF A53727 DxC 500 AU / 500i

Ustawienia

Nazwa kalibratora: QMS Tacrolimus Calibrator Kit REF A53728, *ciąg dalszy*

Identyfikator
odczynnika: 559

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

CALIBRATION OD AND CONCENTRATION PARAMETERS

☐ Use highest calibrator for Upper AMR

Formula

MB Factor

Calibrator Name

Positive Cutoff

Add

☒ SLOPE CHECK

Number of Levels

Slope Check

STABILITY AND INTERVAL

Reagent Blank Stability

Days

Hours

Interval

Calibration Stability

Days

Hours

Interval

OD DELTA CHECK

☐ Reagent Blank

☐ Calibration

PROZONE CHECK PARAMETERS

☐ Logic Check 1

Check Points

Point 1

Point 2

Point 3

Limit Points

Limit 1

Limit 2

Check Pattern

Pattern

☐ 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

Dodatkowe informacje

Ważne

W związku z tym, że firma Beckman Coulter nie produkuje opisywanych odczynników ani nie przeprowadza kontroli jakości ani innych testów poszczególnych partii, firma Beckman Coulter nie może ponosić odpowiedzialności za jakość otrzymanych danych, która zależy od jakości odczynnika, różnic między poszczególnymi partiami odczynnika lub zmian w protokole wprowadzonych przez Producenta.

Uszkodzenia podczas transportu

Jeśli niniejszy produkt został dostarczony w stanie uszkodzonym, należy skontaktować się z centrum wsparcia technicznego firmy Beckman Coulter.

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność firmy Thermo Fisher Scientific i spółek od niej zależnych, chyba że ustalono inaczej. AU Series Systems to znaki towarowe firmy Beckman Coulter. Niniejsze informacje stanowią przykład możliwości produktów firmy Thermo Fisher Scientific. Nie mają na celu zachęcania do stosowania tych produktów w jakikolwiek sposób mogący naruszyć prawa własności intelektualnej innych podmiotów.



B•R•A•H•M•S GmbH, Neuendorfstrasse 25, 16761, Hennigsdorf, Niemcy

Koniec