

CEDIA™ Mykofenolová kyselina (MPA) - APLIKACE Beckman Coulter DxC 500 AU®



Beckman Coulter Reagent REF B01460

Aplikace je určena pro stanovení kyseliny mykofenolové (MPA) v lidské plazmě



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 CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Assay	R1: 1 x 26 ml R2: 1 x 11 ml	B01460
Kalibrátory CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Calibrators	2 x 5 ml	B37609
Kontrola CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Control 1	4 x 5 ml	B37611
Kontrola CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Control 2	4 x 5 ml	B01543
Kontrola CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Control 3	4 x 5 ml	B01544
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 reagensií je uvedena v příbalové informaci.

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

	Reagenční láhev AU	
Testovací souprava CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Assay Kit	R1 oddíl	R2 oddíl
Protilátka / substrátová reagenzie [R1]	Jedna láhev (30 ml)	
Enzymatický konjugát Reagenzie [R2]		Jedna láhev (30 ml)

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

Interpretace dat a výsledků

Výsledky vzorků budou vytištěny v ug/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 CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Calibrator. Kalibrátory jsou v tekuté formě a připravené k použití. Koncentrace pro každý kalibrátor jsou uvedeny v příbalové informaci.

Název reagensie: CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Assay REF B01460 DxC 500 AU
Plasma Settings
Název kalibrátoru: CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Calibrator Kit REF B37609

ID reagensie 562

TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry		
Test ID	MPA		Calculated Result	<input type="checkbox"/>		
LIS Code	MPA		Result Type	Quantitative ▼		
UNITS AND RANGE SETTINGS						
Use Settings from	Serum ▼	Units	ug/mL ▼	Decimal Places	x.xx ▼	Plasma
Test Kind	General ▼	Revision	02	<input checked="" type="checkbox"/> Multi Reagent Switch		
Reagent Name	MPA	Reagent ID	562	<input type="checkbox"/> FSE Test		
ABB Name	MYA1G	Parameter Long Name	Mycophen Acid B01460 MYA1G Serum			
Region	<input checked="" 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	7.5 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	150 μL	Dilution	0 μL			Last: Low	-2.0000	High	3.0000
		R2-1	60 μL	Dilution	0 μL	ANALYTICAL MEASURING RANGE		Low	0.30	High	10.00
WAVELENGTH		Primary	570 nm	Secondary	660 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					

Plasma Settings

Název kalibrátoru: CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Calibrator Kit REF B37609, pokračování

CALIBRATION PARAMETERS

Base Unit	Decimal Place	Unit 1	Factor 1	Unit 2	Factor 2	Unit 3	Factor 3	Unit 4	Factor 4
ug/mL	2	None	0	None	0	None	0	None	0

CALIBRATOR SPECIFIC

Calibration Type

Counts

Use highest calibrator for Upper AMR

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

	Calibrator Name	Conc	OD Range Low	OD Range High
Point 1	MPA CAL-1		-9999999	9999999
Point 2	MPA CAL-2			
Point 3				
Point 4				
Point 5				
Point 6				
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

Doplňující informace

Důležité

Vzhledem k tomu, že společnost Beckman Coulter nevyrábí reagentii 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.

© 2023 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