

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

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

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

Varování: Tyto reagensie 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 / 500i
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	☐
LIS Code	MPA		Result Type	Quantitative ▼
UNITS AND RANGE SETTINGS				
Use Settings from	Serum ▼	Units	ug/mL ▼	Decimal Places
				x.xx ▼
Test Kind	General ▼	Revision	02	☒ Multi Reagent Switch
Reagent Name	MPA	Reagent ID	562	☐ FSE Test
ABB Name	MYA1G	Parameter Long Name	Mycophen Acid B01460 MYA1G Serum	
Region	☒ US	☒ OUS	☒ AP	☐ JP
	☒ EU	☐ 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	☐ 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 reagentie: CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Assay REF B01460 DxC 500 AU / 500i
Plasma Settings

ID reagentie 562

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

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	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

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 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.

© 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