

CEDIA™-mycofenolzuur (MPA) TOEPASSING Beckman Coulter DxC 500 AU / 500i



Beckman Coulter-reagens REF B01460

De toepassing is bedoeld voor de bepaling van mycofenolzuur (MPA) in menselijk plasma.

IVD Uitsluitend voor diagnostisch gebruik in vitro
Alleen op voorschrift

Beoogd gebruik



De informatie in dit toepassingsblad is bedoeld als aanvulling op de bijsluiter. Raadpleeg de bijsluiter voor informatie over beoogd gebruik, opslag van reagentia, reagensvoorbereiding, monsterverzameling, monstervoorbereiding, opslag van monsters, kwaliteitscontrole en aanvullende prestatiegegevens. Ga voor bijsluiters naar www.thermofisher.com en voer de naam van de analyse in het veld Search (Zoeken) in.

Bestellen Informatie

Artikel	Grootte	Bestelnummer Beckman Coulter
Analyse CEDIA-mycofenolzuur (MPA)	R1: 1 x 26 ml R1: 1 x 11 ml	B01460
Kalibratoren CEDIA-mycofenolzuur (MPA)	2 x 5 ml	B37609
Controle 1 CEDIA-mycofenolzuur (MPA)	4 x 5 ml	B37611
Controle 2 CEDIA-mycofenolzuur (MPA)	4 x 5 ml	B01543
Controle 3 CEDIA-mycofenolzuur (MPA)	4 x 5 ml	B01544
AU-fles	20 x 30 ml	63094

Technische ondersteuning

Neem voor technische ondersteuning contact op met uw plaatselijke Beckman Coulter-vertegenwoordiger.

Reagensopslag

Raadpleeg de bijsluiter voor informatie over de opslag van reagentia. Ga voor bijsluiters naar www.thermoscientific.com/diagnostics en voer de naam van de analyse in het veld Search (Zoeken) in.

Vervolg op de volgende pagina

Gebruiksaanwijzing

Procedure voor analyser

Raadpleeg de gebruikershandleidingen voor informatie over de werking van de analyser. Raadpleeg de bijsluiter voor de volledige bereiding van het reagens.

Laat het reagens 15 minuten in gekoelde toestand (2 tot 8 °C) stabiliseren voordat u het in AU-flessen giet. Voeg R1-reagens en R2-reagens toe aan de juiste AU-flessen, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

CEDIA-set met mycofenolzuur (MPA)	AU-reagensfles	
	R1-compartiment	R2-compartiment
Antilichaam/substraatreagens R1	Eén fles (30 ml)	
Reagens R2 , enzymconjugaat		Eén fles (30 ml)

Waarschuwing: deze reagentia moeten op vaste posities worden geprogrammeerd. Gebruik de Thermo-reagensflessen niet rechtstreeks op de AU-analyser.

Interpretatie van resultaten en gegevens

Resultaten voor monsters worden afgedrukt in ug/ml.

Vorbereiding van het monster

Raadpleeg de bijsluiter voor de volledige preparatie van het monster. De bijsluiter vindt u op de website van Thermo Fisher Scientific: ga voor bijsluiters naar www.thermoscientific.com/diagnostics en voer de naam van de analyse in het *veld Search* (Zoeken) in.

Kalibratie

Gebruik de kalibratieset voor CEDIA-mycophenolzuur (MPA). De kalibrators zijn vloeibaar en klaar voor gebruik. Raadpleeg de bijsluiter voor de concentratie van elke kalibrator.

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
REACTION SLOPE	+										
MEASURING POINT	Point 1: First	24		Last	27		LIH INFLUENCE CHECK	☐ Perform LIH check			
	Point 2: First			Last			Lipemia	+	▼		
							Icterus	+	▼		
							Hemolysis	+	▼		
Linearity Limit			%								
Lag Time Check	☐ Perform Lag Time Check										

Naam reagens: CEDIA-mycofenolzuur (MPA) Analyse REF B01460 DxC 500 AU / 500i
plasma-instellingen

Reagens-ID 562

Naam kalibrator: CEDIA-mycofenolzuur (MPA) kalibratieset REF B37609, *vervolg*

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

Add

☒ SLOPE CHECK

Number of Levels

Slope Check

STABILITY AND INTERVAL

Reagent Blank Stability Days Hours

Calibration Stability Days Hours

Interval

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	0
Point 2	0
Point 3	0

Decision Values

Value 1	0
Value 2	0
Value 3	0

☐ Logic Check 2

Check Points

Point 1	0
Interval	1

Limit Points

Limit 1	0
Limit 2	27

☐ Logic Check 3

Check Points

Point 1	0
Interval	1

Limit Points

Limit 1	0
Limit 2	27

Decision Values

Value 1	0
Value 2	0

Limit Points

Limit 1	0
Limit 2	27

Check Pattern

Pattern

Aanvullende informatie

Belangrijk

Omdat Beckman Coulter het reagens niet produceert of kwaliteitscontroles of andere tests uitvoert op afzonderlijke partijen, is Beckman Coulter niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verkregen gegevens die worden veroorzaakt door de prestaties van het reagens, variaties in reagenspartijen of protocolwijzigingen door de fabrikant.

Transportschade

Neem contact op met uw Beckman Coulter Technical Support Center als dit product bij ontvangst beschadigd is.

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn het eigendom van Thermo Fisher Scientific en haar dochterondernemingen, tenzij anders vermeld. AU Series Systems zijn handelsmerken van Beckman Coulter. Deze informatie wordt gepresenteerd als een voorbeeld van de mogelijkheden van producten van Thermo Fisher Scientific. Het is niet bedoeld om het gebruik van deze producten aan te moedigen op manieren die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.



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

Einde