

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



Beckman Coulter-reagens REF B01460

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



Uitsluitend voor diagnostisch gebruik in vitro
Alleen op voorschrift

Beoogd gebruik



De informatie in dit toepassingsblad is bedoeld als aanvulling op de bijsluiters. Raadpleeg de bijsluiters 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 bijsluiters 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 bijsluiters 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 bijsluiters voor de volledige preparatie van het monster. De bijsluiters 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 *veid Search* (Zoeken) in.

Kalibratie

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

Naam reagens: CEDIA-mycofenolzuur (MPA) Analyse REF B01460 DxC 500 AU
plasma-instellingen
Naam kalibrator: CEDIA-mycofenolzuur (MPA) kalibratieset REF B37609

Reagens-ID 562

TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry
Test ID	<input type="text" value="MPA"/>		Calculated Result	<input type="checkbox"/>
LIS Code	<input type="text" value="MPA"/>		Result Type	<input type="text" value="Quantitative"/>
UNITS AND RANGE SETTINGS				
Use Settings from	<input type="text" value="Serum"/>	Units	<input type="text" value="ug/mL"/>	Decimal Places
				<input type="text" value="x.xx"/>
Test Kind	<input type="text" value="General"/>	Revision	<input type="text" value="02"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Multi Reagent Switch
Reagent Name	<input type="text" value="MPA"/>	Reagent ID	<input type="text" value="562"/>	<input type="checkbox"/> FSE Test
ABB Name	<input type="text" value="MYA1G"/>	Parameter Long Name	<input type="text" value="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	<input type="text" value="7.5"/>	µL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	µL	REACTION OD LIMIT	Low	<input type="text" value="-2.0000"/>	High	<input type="text" value="3.0000"/>	
	Predilution Rate	<input type="text" value="1"/>					REACTION BLANK OD LIMIT	First: Low	<input type="text" value="-2.0000"/>	High	<input type="text" value="3.0000"/>	
REAGENT VOLUME	R1-1	<input type="text" value="150"/>	µL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	µL		Last: Low	<input type="text" value="-2.0000"/>	High	<input type="text" value="3.0000"/>	
	R2-1	<input type="text" value="60"/>	µL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	µL	ANALYTICAL MEASURING RANGE	Low	<input type="text" value="0.30"/>	High	<input type="text" value="10.00"/>	
WAVELENGTH	Primary	<input type="text" value="570"/>	nm	Secondary	<input type="text" value="660"/>	nm	MANUFACTURER FACTOR	A	<input type="text" value="1"/>	B	<input type="text" value="0"/>	
METHOD	<input type="text" value="FIXED 1"/>						REAGENT ONBOARD STABILITY		<input type="text" value="31"/>	Days	<input type="text" value="0"/>	Hours
REACTION SLOPE	<input type="text" value="+"/>						LIH INFLUENCE CHECK	<input type="checkbox"/> Perform LIH check				
MEASURING POINT	Point 1: First	<input type="text" value="24"/>		Last	<input type="text" value="27"/>		Lipemia	<input type="text" value="+"/>	<input type="text" value="▼"/>			
	Point 2: First	<input type="text" value=""/>		Last	<input type="text" value=""/>		Icterus	<input type="text" value="+"/>	<input type="text" value="▼"/>			
Linearity Limit	<input type="text" value=""/>		%				Hemolysis	<input type="text" value="+"/>	<input type="text" value="▼"/>			
Lag Time Check	<input type="checkbox"/> Perform Lag Time Check											

Naam reagens: CEDIA-mycofenolzuur (MPA) Analyse REF B01460 DxC 500 AU 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 AA

Counts 2

Formula Y=AX+B

MB Factor

Calibrator Name

Positive Cutoff

Add MPA

SLOPE CHECK

Number of Levels 2

Slope Check +

STABILITY AND INTERVAL

Reagent Blank Stability Days Hours

Calibration Stability Days Hours

Interval Bottle

Interval Bottle

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 1

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.

© 2023 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