

CEDIA™ Mycophenolic Acid (MPA) APPLICATION
Beckman Coulter DxC 500 AU / 500i

Beckman Coulter -reagenssit, VIITE B01460

Määritys on tarkoitettu mykofenolihapon (MPA) määrittämiseen ihmisen plasmasta.

Vain diagnostiseen in vitro -käyttöön
Rx Only**Suunniteltu
käyttö**

Tämän asiakirjan tiedot on tarkoitettu täydentämään pakkausselostetta. Katso pakkausselosteen tiedot suunnitellusta käytöstä, reagenssien säilytyksestä, reagenssien valmistelusta, näytteenotosta, näytteiden valmistelusta, näytteiden säilytyksestä, laadunvalvonnasta ja muusta suorituskyvystä. Pakkausselosteet ovat saatavilla osoitteessa www.thermofisher.com. Kirjoita määrityksen nimi *hakukenttään*.

Tilaustiedot

Osa	Koko	Beckman Coulter -tilausnumero
CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) -määritys	R1: 1 x 26 ml R2: 1 x 11 ml	B01460
CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) -kalibraattorit	2 x 5 ml	B37609
CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) -kontrolli 1	4 x 5 ml	B37611
CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) -kontrolli 2	4 x 5 ml	B01543
CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) -kontrolli 3	4 x 5 ml	B01544
AU-pullo	20 x 30 ml	63094

Tekninen tuki

Jos haluat teknistä tukea, ota yhteyttä paikalliseen Beckman Coulter -edustajaan.

**Reagenssien
säilytys**

Katso reagenssien säilytykseen liittyvät tiedot pakkausselosteesta. Pakkausselosteet ovat saatavilla osoitteessa www.thermoscientific.com/diagnostics. Kirjoita määrityksen nimi *hakukenttään*.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Käyttöohjeet

Analysaattorin käyttö

Katso analysaattorin käyttöön liittyvät tiedot sen käyttöoppaasta. Katso kaikki reagenssien valmisteluun liittyvät tiedot pakkausselosteesta.

Anna reagenssin tasapainottua 15 minuuttia jääkaappilämpötilassa (2–8 °C), ennen kuin lisäät sen AU-pulloihin. Annostele R1-reagenssia ja R2-reagenssia asianmukaisesti AU-pulloihin seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla:

CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) -määrityspakkaus	AU-reagenssipullo	
	R1-kammio	R2-kammio
Vasta-aine-/substraattireagenssi R1	Yksi pullo (30 ml)	
Entsyymikonjugaatti, reagenssi R2		Yksi pullo (30 ml)

Varoitus: nämä reagenssit on ohjelmoitava kiinteisiin paikkoihin. Älä käytä Thermo-reagenssipulloja suoraan AU-analysaattorissa.

Tulokset ja tietojen tulkinta

Näytteiden tulokset näytetään muodossa ug/ml.

Näytteiden valmistelu

Katso kaikki näytteiden valmisteluun liittyvät tiedot pakkausselosteesta. Tuoteseloste on saatavilla Thermo Fisher Scientific -sivustolla. Pakkausselosteet ovat saatavilla osoitteessa www.thermoscientific.com/diagnostics. Kirjoita määrityksen nimi hakukenttään.

Kalibrointi

Käytä CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) -kalibraattoripakkausta. Kalibraattorit ovat nestemäisiä ja heti käyttövalmiita. Katso tiedot kalibraattoreiden pitoisuuksista pakkausselosteesta.

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	
		Predilution Rate		1 ▼					
REAGENT VOLUME		R1-1		150 μL		Dilution		0 μL	
		R2-1		60 μL		Dilution		0 μL	
WAVELENGTH		Primary		570 nm		Secondary		660 nm	
METHOD		FIXED 1 ▼							
REACTION SLOPE		+							
MEASURING POINT		Point 1: First		24		Last		27	
		Point 2: First				Last			
Linearity Limit				%					
Lag Time Check		☐ Perform Lag Time Check							
REACTION OD LIMIT		Low		-2.0000		High		3.0000	
REACTION BLANK OD LIMIT		First: Low		-2.0000		High		3.0000	
		Last: Low		-2.0000		High		3.0000	
ANALYTICAL MEASURING RANGE		Low		0.30		High		10.00	
MANUFACTURER FACTOR		A		1		B		0	
REAGENT ONBOARD STABILITY		31		Days		0		Hours	
LIH INFLUENCE CHECK		☐ Perform LIH check							
Lipemia		+		▼					
Icterus		+		▼					
Hemolysis		+		▼					

Reagenssin nimi: CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) -määritys, REF B01460, DxC 500 / 500i AU Plasma Settings

Reagenssin tunniste 562

Kalibraattorin nimi: CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) -kalibraattoripakkaus, REF B37609, jatkuu

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

Interval Bottle

Calibration Stability Days

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

Decision Values

Value 1	0
Value 2	0

☐ Logic Check 3

Check Points

Point 1	0
Interval	1

Decision Values

Value 1	0
Value 2	0

Limit Points

Limit 1	0
Limit 2	27

Limit Points

Limit 1	0
Limit 2	27

Limit Points

Limit 1	0
Limit 2	27

Check Pattern

Pattern Pattern 1

Lisätietoa

Tärkeää

Beckman Coulter ei valmista reagensseja eikä tee yksittäisille reagenssierille laadunvalvontaa tai muita testejä. Siten Beckman Coulter ei voi vastata saatujen tietojen laadusta, joka on riippuvainen reagenssin suorituskvyyvystä, mahdollisesta reagenssierien välisestä vaihtelusta tai valmistajan protokollamuutoksista.

Toimitusvauriot

Jos tuote saapui vaurioituneena, ilmoita asiasta Beckman Coulterin tekniseen tukeen.

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit ovat Thermo Fisher Scientificin ja sen tytäryhtiöiden omistamia, ellei toisin ole määritetty. AU-sarjan järjestelmät ovat Beckman Coulterin tavaramerkkejä. Nämä tiedot ovat esimerkki Thermo Fisher Scientificin tuotteiden ominaisuuksista. Niiden tarkoitus ei ole rohkaista käyttämään näitä tuotteita tavalla, joka loukkaisi muiden immateriaalioikeuksia.



B·R·A·H·M·S GmbH, Neuendorfstrasse 25, 16761, Hennigsdorf, Germany

Loppu