

„CEDIA™ Mycophenolic Acid (MPA)“ ANALIZĖS TAIKYMAS
„Beckman Coulter“ DxC 500 AU / 500i

„Beckman Coulter“ reagentas NUOR. B01460

Analizė taikoma mikofenolio rūgščiai (MPA) nustatyti žmogaus plazmoje.

Skirta tik in vitro diagnostikai
Tik su receptu**Naudojimo
paskirtis**

Šiame analizės taikymo lape pateikta informacija yra pakuotės lapelio priedas. Informacijos apie naudojimo paskirtį, reagento laikymą, reagento paruošimą, mėginio paėmimą, mėginio paruošimą, mėginio laikymą, kokybės kontrolę ir papildomus veiksmingumo duomenis rasite pakuotės lapelyje. Norėdami gauti pakuotės lapelį, apsilankykite svetainėje www.thermofisher.com ir laukelyje *Paieška* įveskite analizės pavadinimą.

**Užsakymo
informacija**

Gaminys	Dydis	„Beckman Coulter“ pakartotinio užsakymo nr.
Analizė „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA)“	R1: 1 x 26 ml R2: 1 x 11 ml	B01460
Kalibratoriai „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Calibrators“	2 x 5 ml	B37609
Kontrolinė medžiaga „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Control 1“	4 x 5 ml	B37611
Kontrolinė medžiaga „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Control 2“	4 x 5 ml	B01543
Kontrolinė medžiaga „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Control 3“	4 x 5 ml	B01544
AU buteliukas	20 x 30 ml	63094

**Techninė
pagalba**

Prireikus techninės pagalbos, kreipkitės į vietas „Beckman Coulter“ atstovą.

**Reagento
laikymas**

Informacijos apie reagento laikymą pateikta pakuotės lapelyje. Norėdami gauti pakuotės lapelius, apsilankykite svetainėje www.thermoscientific.com/diagnostics ir laukelyje *Paieška* įveskite analizės pavadinimą.

Tęsinys kitame puslapyje

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo analizatoriuje procedūra

Informacijos apie analizatoriaus veikimą pateikta operatoriaus vadovuose. Išsamios informacijos apie reagento paruošimą pateikta pakuotės lapelyje.

Prieš išpilstydami į AU buteliukus, 15 minučių palaikykite reagentą šaltomis sąlygomis (temperatūroje nuo 2 iki 8 °C), kol nusistovės. Išpilstykite reagentą R1 ir reagentą R2 į atitinkamus AU buteliukus, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje:

	AU reagento buteliukas	
Analizės rinkinys „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Assay Kit“	R1 skyrius	R2 skyrius
Antikūnų / substrato reagentas R1	Vienas buteliukas (30 ml)	
Fermento konjugato reagentas R2		Vienas buteliukas (30 ml)

Įspėjimas. Šie reagentai turi būti programuojami fiksuotose padėtyse. Nenaudokite „Thermo“ reagentų buteliukų tiesiogiai AU analizatoriuje.

Rezultatai ir duomenų aiškinimas

Mėginių rezultatai bus išspausdinti ug/ml matavimo vienetais.

Mėginio paruošimas

Išsamios informacijos apie mėginio paruošimą pateikta pakuotės lapelyje. Gaminio lapelius galima rasti „Thermo Fisher Scientific“ svetainėje. Norėdami gauti pakuotės lapelius, apsilankykite svetainėje www.thermoscientific.com/diagnostics ir laukelyje *Paieška* įveskite analizės pavadinimą.

Kalibracija

Naudokite kalibratorių rinkinį „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA)“. Kalibratoriai yra skysčio pavidalo ir yra parengti naudoti. Kiekvieno kalibratoriaus koncentracija nurodyta pakuotės lapelyje.

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 ▼	Plasma			
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			REACTION OD LIMIT						
Sample Volume 7.5 μL			Low -2.0000			High 3.0000			
Predilution Rate 1 ▼			REACTION BLANK OD LIMIT						
			First: Low -2.0000			High 3.0000			
REAGENT VOLUME			Last: Low -2.0000			High 3.0000			
R1-1 150 μL			ANALYTICAL MEASURING RANGE						
R2-1 60 μL			Low 0.30			High 10.00			
WAVELENGTH			MANUFACTURER FACTOR						
Primary 570 nm			A 1			B 0			
Secondary 660 nm			REAGENT ONBOARD STABILITY						
METHOD			31 Days			0 Hours			
FIXED 1 ▼			LIH INFLUENCE CHECK						
REACTION SLOPE			☐ Perform LIH check						
+			Lipemia			+ ▼			
MEASURING POINT			Icterus			+ ▼			
Point 1: First 24			Hemolysis			+ ▼			
Point 2: First									
Last 27									
Last									
Linearity Limit									
%									
Lag Time Check			☐ Perform Lag Time Check						

Reagento pavadinimas: „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Assay“ NUOR. B01460 DxC

Reagento ID 562

500 AU / 500i Plazmos nustatymai

Kalibratoriaus pavadinimas: „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Calibrator Kit“ NUOR. B37609, Tęsinys

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

CALIBRATION OD AND CONCENTRATION PARAMETERS

☐ Use highest calibrator for Upper AMR

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

Interval Bottle

Calibration Stability Days

Hours

Interval Bottle

OD DELTA CHECK

☐ Reagent Blank

☐ Calibration

	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				

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 1

Papildoma informacija

Svarbu

Kadangi „Beckman Coulter“ negamina reagento ir neatlieka atskirų partijų kokybės kontrolės ar kitų tyrimų, „Beckman Coulter“ negali būti atsakinga už gautų duomenų kokybę, kurią lemia reagento veikimas, bet kokie reagento partijų skirtumai ar gamintojo atliekami protokolo pakeitimai.

Pažeidimai
gabenant

Praneškite „Beckman Coulter“ techninės pagalbos centrui, jei šis gaminys gautas pažeistas.

© 2024 m. „Thermo Fisher Scientific Inc.“. Visos teisės saugomos. Visi prekių ženklai yra „Thermo Fisher Scientific“ ir jos patrinuojamųjų įmonių nuosavybė, jei nenurodyta kitaip. AU serijos sistemos yra „Beckman Coulter“ prekės ženklai. Ši informacija pateikiama kaip „Thermo Fisher Scientific“ gaminių galimybių pavyzdys. Ja nesiekama skatinti naudoti šiuos gaminius tokiais būdais, kurie pažeistų kitų asmenų intelektualinės nuosavybės teisės.



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

Pabaiga