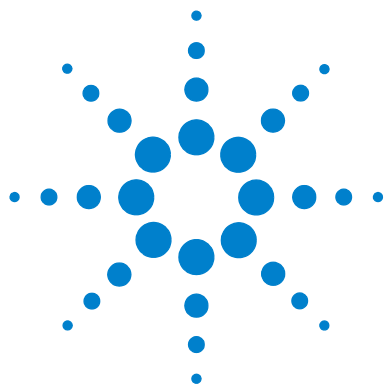




IQFISH Fast Hybridization Buffer

Dalies numeriai

G9414A (900 µl)

G9415A (200 µl)

G9416A (6 × 200 µl)

Paskirtis IQFISH Fast Hybridization Buffer skirtas naudoti in situ hibridizacijos tyrimams siekiant sujungti pažymėtą zondą su jo tikslinė nukleino rūgštimi.

Santrauka IQFISH Fast Hybridization Buffer skatina zondo sujungimą suardydamas jėgas, kurios stabilizuoja tikslinę dvigubą DNR spiralę, ir užtikrina trumpą hibridizacijos trukmę iki vienos valandos.

IQFISH Fast Hybridization Buffer flakonas turi būti kambario temperatūros ir prieš naudojant 15 sek. jis turi būti maišomas kratyklėje didžiausiu greičiu. Paruoškite zondą sumaišydami 9 µl IQFISH Fast Hybridization Buffer ir po 1 µl kiekvieno koncentruoto zondo (iki trijų). Išsamias instrukcijas galite rasti Agilent FISH General Purpose Reagents Protocol tinklapyje www.genomics.agilent.com/surefish-home.jsp.

Rinkinio turinys

Komponentas	Dalies numeris	Tūris	Laikymo sąlygos
IQFISH Fast Hybridization Buffer	G9414-60000 (pateiktas dalies Nr. G9414A)	900 µl	nuo –25 °C iki –15 °C
IQFISH Fast Hybridization Buffer	G9415-60000 (pateiktas dalies Nr. G9415A ir G9416A)	200 µl	nuo –25 °C iki –15 °C

Rinkinio komponentus laikykite rekomenduojamoje laikymo temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos.

Išpėjimas ir atsargumo priemonės

- 1 Naudoti tik laboratorijoje.
- 2 Sukelia smarkų akių dirginimą. Dirgina odą. Mūvėkite apsaugines pirštines. Naudokite akių ar veido apsaugą. Po darbo kruopščiai nusiplaukite rankas. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes kruopščiai plaukite vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu tai galima lengvai padaryti. Toliau plauti akis.
- 3 Venkite bakterinio užteršimo, nes tai gali lemti klaidingus rezultatus.
- 4 Visi biologiniai mėginiai ir medžiagos, su kuriais jie kontaktuoja, turi būti naudojami kaip galintys pernešti infekciją, tad su jais reikia elgtis laikantis tinkamų atsargumo priemonių pagal JAV federalinį, valstijos ir vietos įstatymus. Žr. atsargumo priemones, susijusias su krauju plintančiais patogenais, savo įstaigos ar vietos taisyklėse. Niekuomet netraukite į pipetę burna. Saugokitės, kad mėginio nepatektų ant odos ir gleivinės.
- 5 Imdami, naudodami ir utilizuodami potencialiai kancerogeninius reagentus, laikykitės standartinių atsargumo priemonių.
- 6 Būkite atsargūs, kad išvengtumėte mėginių kryžminio užteršimo per visus šios procedūros etapus, nes tai gali lemti klaidingus rezultatus.
- 7 Kad į mėginį ar rinkinio medžiagas patektų kuo mažiau miltelių dalelių, naudokite pirštines be miltelių, kai įmanoma.
- 8 Produktas yra stabilus iki galiojimo termino pabaigos, jei laikomas rekomenduojamoje laikymo temperatūroje.



Agilent Technologies

9 Nenaudokite produktų pasibaigus jų galiojimo laikui.

10 Kad tinkamai veiktų, reagentus ir mėginius būtina laikyti ir naudoti tinkamai. Visa laboratorijos įranga, naudojama per šią procedūrą reikalingai tikslinei medžiagai paruošti, turi būti sukalibruota ir prižiūrima, kad būtų užtikrinamas tikslumas. Netinkamos reagentų matavimo vertės gali turėti įtakos procedūros rezultatams.

**Saugumo
informacija**

Medžiagos saugos duomenų lapą (-us) (MSDL) galima rasti svetainėje www.agilent.com.

**Nestabilumo ar
sugedimo
požymiai**

Patikrinkite pristatytas pakuotes. Jeigu per perforacijas nuplėšta nuplėšiamoji etiketė arba išgaravo transportuojant naudotas sausas ledas, pakuotės turinio nenaudokite. Dėl klientų aptarnavimo ir techninės pagalbos susisiekite su Agilent techninės pagalbos skyriumi.



Techninė pagalba

Šalis	El. paštas	Telefonas (vietinis nemokamas numeris)
Austrija	customercare_Austria@agilent.com	01 25125 6800
Belgija	customercare_Belgium@agilent.com	02 404 92 22
Danija	customercare_Denmark@agilent.com	45 70 13 00 30
Suomija	customercare_Finland@agilent.com	010 802 220
Prancūzija	customercare_France@agilent.com	0810 446 446
Vokietija	customercare_Germany@agilent.com	0800 603 1000
Italija	customercare_Italy@agilent.com	800 012575
Nyderlandai	customercare_Netherlands@agilent.com	020 547 2600
Ispanija	customercare_Spain@agilent.com	901 11 68 90
Švedija	customercare_Sweden@agilent.com	08 506 4 8960
Šveicarija	customercare_Switzerland@agilent.com	0848 8035 60
JK, Airija	customercare_UK@agilent.com	0845 712 5292

Visos kitos šalys

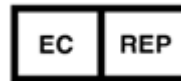
Informaciją apie vietinius kontaktus rasite <http://www.agilent.com/genomics/contactus>

Simbolių lentelė

	Katalogo numeris		
	Partijos kodas		Galiojimo data
	Temperatūros riba		Gamintojas
	Dirginanti		Igaliojasis atstovas Europos Bendrijoje



Agilent Technologies, Inc.
1834 State Highway 71 West
Cedar Creek, Texas 78612
USA



AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE
PARC TECHNOPOLE - ZA COURTABOEUF
3 AVENUE DU CANADA
CS 90263
91978 LES ULIS CEDEX
FRANCE

© Agilent Technologies, Inc., 2017, 2021

A1 versija, 2021 m. gruodį



5991-9887