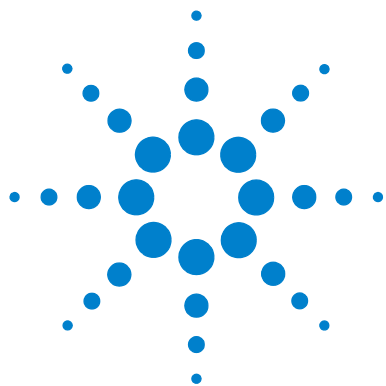




IQFISH Fast Hybridization Buffer

Osade numbrid

G9414A (900 µl)

G9415A (200 µl)

G9416A (6 × 200 µl)

Kasutusala IQFISH Fast Hybridization Buffer on mõeldud kasutamiseks in situ hübridisatsiooni analüüsides, et soodustada märgistatud sondi sidumist siht-nukleinhappega.

Kokkuvõte IQFISH Fast Hybridization Buffer soodustab sondi sidumist, takistades selleks jõudusid, mis stabiliseerivad kaheaheelise siht-DNA, võimaldades seeläbi sedavõrd lühikesi hübridisatsiooniaegu kui üks tund.

Toote IQFISH Fast Hybridization Buffer viaal tuleb toatemperatuuril täielikult sulatada ja enne kasutamist tuleb seda 15 sekundit Vortex-segajas maksimaalsel kiirusel segada. Valmistage ette sonda, kombineerides selleks 9 µl toodet IQFISH Fast Hybridization Buffer ja 1 µl iga kontsentreeritud sondi (kuni kolme). Üksikasjaliste juhiste jaoks vaadake protokoll *Agilent FISH General Purpose Reagents Protocol*, mis on kättesaadav aadressil www.genomics.agilent.com/surefish-home.jsp.

Komplekti komponendid

Komponent	Osa number	Maht	Hoiustamine
IQFISH Fast Hybridization Buffer	G9414-60000 (tootes p/n G9414A)	900 µl	-25 °C kuni -15 °C
IQFISH Fast Hybridization Buffer	G9415-60000 (toodetes p/n G9415A ja G9416A)	200 µl	-25 °C kuni -15 °C

Säilitage komplekti komponente soovituslikul säilitustemperatuuril kuni aegumiskuupäevani.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- 1 Ainult laboratoorseks kasutamiseks.
- 2 Põhjustab tugevat silmade ärritust. Põhjustab nahaärritust. Kanda kaitsekindaid. Kanda kaitseprille või kaitsemaski. Pärast käitlemist pesta hoollega käsi. **SILMA SATTUMISE KORRAL:** loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kantakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- 3 Vältida bakteritega saastumist, mis võib põhjustada ebaõiged tulemused.
- 4 Kõiki bioloogilisi proove ja materjale, millega need kokku puutuvad, tuleb käsitleda kui võimalikke infektsiooniallikaid ja rakendada hävitamisel vastavaid ettevaatusabinõusid kooskõlas föderaalsete, riiklike ja kohalike määrustega. Järgida vastavaid verega ülekanduvate patogeenide ettevaatusabinõusid, mille on välja töötanud teie asutus, või kohalikke määruseid. Mitte kunagi pipettida suuga. Vältida proovi kokku puutumist naha ja limaskestadega.
- 5 Kasutada standardseid ettevaatusabinõusid potentsiaalselt kartsinogeensete reaktiivide saamisel, käitlemisel ja hävitamisel.
- 6 Olla ettevaatlik, et vältida proovide ristsaastumist selle protseduuri kõigi etappide ajal, sest see võib põhjustada ebaõiged tulemused.
- 7 Kui vähegi võimalik, kasutada pulbrivabasid kindaid, et vähendada pulbriosakeste sattumist proovi või komplekti materjalidesse.
- 8 Soovituslikul säilitustemperatuuril hoides püsib toode stabiilsena kuni aegumiskuupäevani.
- 9 Ärge kasutage aegumiskuupäeva ületanud tooteid.



Agilent Technologies

10 Talitluse tagamiseks on proovide õige säilitamine ja käitlemine üliolulised. Kõik kuni selle protseduurini kasutatavad laboriseadmed peavad olema täpsuse tagamiseks kalibreeritud. Reaktiivide ebaõige mõõtmine võib mõjutada protseduuri tulemust.

Ohutusteave Kemikaali ohutuskaardi(d) leiate veebilehelt www.agilent.com.

Ebastabiilsuse või riknemise näidustused Pärast tarnimist uurige pakendeid. Kui avamist tuvastada võimaldav märgis on perforatsioonide kohast avatud või kui transportimisel kasutatud kuiv jää on aurustunud, ärge selle pakendi sisu kasutage. Klienditeeninduse või tehnilise abi saamiseks võtke ühendust tehnilise toega Agilent Technical Support.



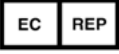
Tehniline tugi

Riik	E-post	Telefon (kohalik tasuta)
Austria	customercare_Austria@agilent.com	01 25125 6800
Belgia	customercare_Belgium@agilent.com	02 404 92 22
Taani	customercare_Denmark@agilent.com	45 70 13 00 30
Soome	customercare_Finland@agilent.com	010 802 220
Prantsusmaa	customercare_France@agilent.com	0810 446 446
Saksamaa	customercare_Germany@agilent.com	0800 603 1000
Itaalia	customercare_Italy@agilent.com	800 012575
Madalmaad	customercare_Netherlands@agilent.com	020 547 2600
Hispaania	customercare_Spain@agilent.com	901 11 68 90
Rootsi	customercare_Sweden@agilent.com	08 506 4 8960
Šveits	customercare_Switzerland@agilent.com	0848 8035 60
Ühendkuningriik/Iirimaa	customercare_UK@agilent.com	0845 712 5292

Kõik muud riigid

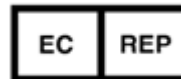
Kohaliku kontaktteabe leiate aadressilt <http://www.agilent.com/genomics/contactus>

Sümbolite tabel

	Kataloogi number		
	Partii kood		Kõlblik kuni
	Temperatuuri piirang		Tootja
	Ärritav		Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses



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

Revision A1, detsember 2021



5991-9884