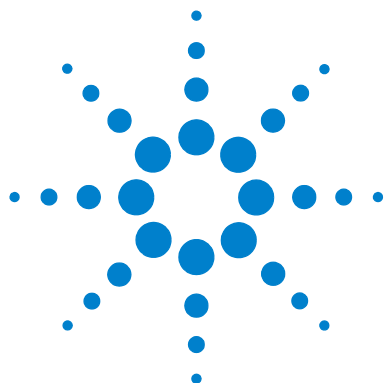




IQFISH Fast Hybridization Buffer

Cikkszámok

G9414A (900 µl)

G9415A (200 µl)

G9416A (6 × 200 µl)

Felhasználási terület

Az IQFISH Fast Hybridization Buffer olyan in situ hibridizációs vizsgálatokhoz használható, amelyekben a címkézett próba kötését kell segíteni a célzott nukleinsavjához.

Összefoglalás

Az IQFISH Fast Hybridization Buffer segíti a próba kötődését azzal, hogy felszakítja a kettős szálú cél DNS-t stabilizáló erőket, lehetővé téve az akár egy órás hibridizációs idő elérését.

Az IQFISH Fast Hybridization Buffer fioláját felhasználás előtt szobahőmérsékleten kell teljesen kiolvasztani, majd alaposan összekeverni 15 másodpercig egy örvénykeverőben, maximális sebességen. Készítse elő a próbát 9 µl IQFISH Fast Hybridization buffer és az egyes (max. három) koncentrált próbák 1 µl-ének kombinálásával. Részletes utasításokért olvassa el a következő címen elérhető Agilent FISH General Purpose Reagents Protocolt: www.genomics.agilent.com/surefish-home.jsp.

A készlet összetevői

Összetevő	Cikkszám	Térfogat	Tárolás
IQFISH Fast Hybridization Buffer	G9414-60000 (megadva itt: p/n G9414A)	900 µl	–25 °C és –15 °C között
IQFISH Fast Hybridization Buffer	G9415-60000 (megadva itt: p/n G9415A és G9416A)	200 µl	–25 °C és –15 °C között

A készlet összetevőit a javasolt tárolási hőmérsékleten, legfeljebb a lejárat dátumig tárolja.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- 1 Csak laboratóriumi felhasználásra.
- 2 Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritációt okoz. Viseljen védőkesztyűt. Viseljen szem- vagy arcvédőt. Mossa meg alaposan a kezét használat után. **SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:** Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- 3 Védje a mikrobiológiai kontaminációtól, mivel az téves eredményekhez vezethet.
- 4 A biológiai mintákat, valamint az összes velük érintkező anyagot potenciális fertőzőeshordozóként kell kezelni, és ennek megfelelő elővigyázatossággal kell ártalmatlanítani a szövetségi, állami és helyi szabályozásoknak megfelelően. Tartsa be az Ön intézményében vagy országában érvényes, vérrrel terjedő patogénekre vonatkozó előírásokat. Soha ne pipettázzon szájjal. Figyeljen arra, hogy a minta ne érintkezzen a bőrrel vagy a nyálkahártyájával.
- 5 A potenciálisan karcinogén reagensek beszerzésekor, használatakor és ártalmatlanításakor tartsa be a szokásos elővigyázatossági intézkedéseket.
- 6 Az eljárás minden lépése során gondoskodjon a keresztkontamináció elkerüléséről, mivel ez téves eredményekhez vezethet.
- 7 Lehetőleg púdermentes kesztyűt használjon, hogy minimalizálja a mintába vagy a készlethez tartozó anyagokba kerülő púderrészecskék mennyiségét.
- 8 A termék a javasolt hőmérsékleten tárolva a lejárat dátumig stabil marad.
- 9 Ne használja a terméket a lejárat dátum után.



Agilent Technologies

10 A helyes eredményekhez elengedhetetlenül szükséges a reagensek és a minták megfelelő tárolása és kezelése. A minta előkészítéséhez használt összes laboratóriumi eszköz kalibrálását és karbantartását el kell végezni a mérések pontosságának biztosításához. A reagensek pontatlan kimérése befolyásolhatja az eljárás eredményét.

**Biztonsági
információ**

Az anyagbiztonsági adatlap(ok)at (MSDS) a www.agilent.com oldalon találja.

**Az instabilitás
vagy
minőségromlás
jelei**

Átvételkor vizsgálja meg a csomagokat. Ha a felnyitást jelző címkét a perforáció mentén felszakították, vagy ha a szállításhoz használt szárazjég elpárolgott, ne használja fel a csomag tartalmát. Vevőszolgálati és technológiai információkért forduljon az Agilent műszaki támogatásához.



Műszaki támogatás

Ország	E-mail	Telefon (helyi, ingyenesen hívható)
Ausztria	customercare_Austria@agilent.com	01 25125 6800
Belgium	customercare_Belgium@agilent.com	02 404 92 22
Dánia	customercare_Denmark@agilent.com	45 70 13 00 30
Finnország	customercare_Finland@agilent.com	010 802 220
Franciaország	customercare_France@agilent.com	0810 446 446
Németország	customercare_Germany@agilent.com	0800 603 1000
Olaszország	customercare_Italy@agilent.com	800 012575
Hollandia	customercare_Netherlands@agilent.com	020 547 2600
Spanyolország	customercare_Spain@agilent.com	901 11 68 90
Svédország	customercare_Sweden@agilent.com	08 506 4 8960
Svájc	customercare_Switzerland@agilent.com	0848 8035 60
Egyesült Királyság és Írország	customercare_UK@agilent.com	0845 712 5292

Minden egyéb ország

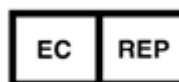
A helyi elérhetőségi adatok a következő oldalon találhatók: <http://www.agilent.com/genomics/contactus>

Szimbólumok magyarázata

	Katalógusszám		
	Tételkód		Felhasználható
	Hőmérséklet határ		Gyártó
	Irritáló hatású		Európai meghatalmazott képviselő



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 változat, 2021. december



5991-9885