

## IQFISH Fast Hybridization Buffer

Part number / Références / Artikelnummern

G9414A (900 µL)

G9415A (200 µL)

G9416A (6 × 200 µL)

English



**Intended Use** IQFISH Fast Hybridization Buffer is intended for use in in-situ hybridization assays to promote binding of a labeled probe to its target nucleic acid.

**Summary** The IQFISH Fast Hybridization Buffer promotes probe binding by disrupting the forces that stabilize the double-stranded target DNA, enabling hybridization times as short as one hour.

The vial of IQFISH Fast Hybridization Buffer should be completely thawed at room temperature and mixed thoroughly on a vortex for 15 seconds at maximum speed prior to use. Prepare probe by combining 9µl of IQFISH Fast Hybridization buffer and 1µl of each concentrated probe (up to three). For detailed instructions refer to the Agilent FISH General Purpose Reagents Protocol available on-line at [www.genomics.agilent.com/surefish-home.jsp](http://www.genomics.agilent.com/surefish-home.jsp).

### Kit Components

Component	Part Number	Volume	Storage
IQFISH Fast Hybridization Buffer	G9414-60000 (provided in p/n G9414A)	900 µL	-25°C to -15°C
IQFISH Fast Hybridization Buffer	G9415-60000 (provided in p/n G9415A and G9416A)	200 µL	-25°C to -15°C

Store the kit components at the recommended storage temperature until the expiration date.

### Warnings and Precautions

- 1 For Laboratory use only.
- 2 Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. Wear protective gloves. Wear eye or face protection. Wash hands thoroughly after handling. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- 3 Avoid microbial contamination, which may cause erroneous results.
- 4 All biological specimens and materials with which they come into contact should be handled as if capable of transmitting infection and disposed of with proper precautions in accordance with federal, state and local regulations. Refer to the appropriate blood borne pathogen precautions indicated by your facility or local regulations. Never pipet by mouth. Avoid specimen contact with skin and mucous membranes.
- 5 Exercise standard precautions when obtaining, handling and disposing of potentially carcinogenic reagents.
- 6 Exercise care to avoid cross-contamination of samples during all steps of this procedure, as this may lead to erroneous results.
- 7 Use powder-free gloves whenever possible to minimize introduction of powder particles into sample or kit materials.
- 8 This product is stable until the expiration date when stored at the recommended storage temperature.



Agilent Technologies

- 9 Don't use products past their expiration dates.
- 10 Proper storage and handling of reagents and samples are essential for the performance. All laboratory equipment used to prepare the target during this procedure should be calibrated and maintained to ensure accuracy. Incorrect measurement of reagents may affect the outcome of the procedure.

**Safety Information** A Material Safety Data Sheet(s) (MSDS) is available at [www.agilent.com](http://www.agilent.com).

**Indications of Instability or Deterioration** Inspect packages upon arrival. If the tamper-evident label is opened at the perforations, or if the dry ice used for shipping has evaporated, do not use the contents of the package. For customer service or technical support, please contact Agilent Technical Support.

français 

**Utilisation prévue** Le produit IQFISH Fast Hybridization Buffer est conçu pour être utilisé lors des tests d'hybridation in situ afin de favoriser la liaison d'une sonde marquée à son acide nucléique cible.

**Résumé** Le produit IQFISH Fast Hybridization Buffer favorise la liaison de la sonde en perturbant les forces qui stabilisent l'ADN cible à double brin. Cela peut ainsi permettre d'obtenir des temps d'hybridation s'élevant à une heure seulement.

Le flacon contenant le produit IQFISH Fast Hybridization Buffer doit être entièrement décongelé à température ambiante et bien mélangé dans un mélangeur Vortex pendant 15 secondes à vitesse maximale avant utilisation. Préparer la sonde en combinant 9 µl de produit IQFISH Fast Hybridization Buffer et 1 µl de chaque sonde concentrée (jusqu'à trois). Pour des instructions plus détaillées, se reporter au protocole Agilent FISH General Purpose Reagents Protocol, disponible en ligne à l'adresse suivante : [www.genomics.agilent.com/surefish-home.jsp](http://www.genomics.agilent.com/surefish-home.jsp).

#### Composants du kit

Composant	Référence	Volume	Conservation
IQFISH Fast Hybridization Buffer	G9414-60000 (fourni à la référence G9414A)	900 µl	-25 °C à -15 °C
IQFISH Fast Hybridization Buffer	G9415-60000 (fourni aux références G9415A et G9416A)	200 µl	-25 °C à -15 °C

Stocker les composants de la trousse à la température de stockage recommandée, jusqu'à sa date de péremption.

- Avertissements et Précautions**
- 1 Destiné à un usage en laboratoire uniquement.
  - 2 Provoque une grave irritation des yeux. Provoque une irritation de la peau. Porter des gants de protection. Porter un masque de protection. Se laver abondamment les mains après la manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  - 3 Éviter toute contamination microbienne, cela pourrait entraîner des résultats erronés.
  - 4 Tous les échantillons biologiques et les matériels en contact avec ceux-ci doivent être manipulés comme s'ils étaient susceptibles de transmettre une infection et jetés en prenant les précautions appropriées, conformément aux règlements locaux, régionaux et nationaux. Consulter les précautions adéquates à prendre contre les agents pathogènes transmissibles par le sang, indiquées par l'établissement ou la réglementation locale. Ne jamais pipetter à la bouche. Éviter tout contact des échantillons avec la peau et les muqueuses.
  - 5 Prendre les précautions types lors de l'obtention, la manipulation et l'élimination de réactifs potentiellement cancérogènes.
  - 6 Prendre des précautions à toutes les étapes de cette procédure pour éviter une contamination croisée entre les échantillons, car cela pourrait produire des résultats erronés.
  - 7 Si possible, utiliser des gants non poudrés pour minimiser l'introduction de particules de poudre dans l'échantillon ou les matériaux du kit.

- 8 Une fois ouvert, ce produit reste stable jusqu'à sa date de péremption s'il est stocké à la température de conservation recommandée.
- 9 Ne pas utiliser les produits après leur date de péremption.
- 10 De bonnes pratiques de conservation et de manipulation des réactifs et des échantillons sont essentielles pour garantir leur performance. Tous les équipements de laboratoire utilisés pour préparer la cible au cours de cette procédure doivent être étalonnés et entretenus pour assurer leur précision. Une mesure incorrecte des réactifs peut altérer le résultat de la procédure.

**Informations sur la sécurité**

Une fiche technique de sécurité (MSDS) est disponible sur [www.agilent.com](http://www.agilent.com).

**Indications d'instabilité ou de détérioration**

Inspecter l'emballage à l'arrivée. Si l'étiquette de garantie d'inviolabilité est ouverte au niveau des perforations, ou si la neige carbonique utilisée pour le transport s'est évaporée, ne pas utiliser le contenu de l'emballage. Pour joindre le service clientèle ou l'assistance technique, contacter le service technique d'Agilent.



**Verwendungszweck**

IQFISH Fast Hybridization Buffer ist für den Einsatz in In-situ-Hybridisierungstests bestimmt, um die Bindung einer markierten Sonde an ihre Zielnukleinsäure zu fördern.

**Zusammenfassung**

Der IQFISH Fast Hybridization Buffer fördert die Bindung der Sonde durch Brechen der Kräfte, die die doppelsträngige Ziel-DNA stabilisieren, und ermöglicht so Hybridisierungszeiten von nur einer Stunde. Das Fläschchen mit IQFISH Fast Hybridization Buffer sollte bei Raumtemperatur vollständig aufgetaut und vor Gebrauch 15 Sekunden lang bei maximaler Drehzahl auf einem Vortex gut durchmischt werden. Bereiten Sie die Sonde durch Kombination von 9 µl IQFISH Fast Hybridization Buffer und 1 µl jeder konzentrierten Sonde (bis zu drei) vor. Ausführliche Anweisungen finden Sie im Agilent FISH General Purpose Reagents Protocol, das online unter [www.genomics.agilent.com/surefish-home.jsp](http://www.genomics.agilent.com/surefish-home.jsp) verfügbar ist.

**Kit-Komponenten**

Komponente	Artikel-Nr.	Volumen	Lagerung
IQFISH Fast Hybridization Buffer	G9414-60000 (mitgeliefert mit Teilenr. G9414A)	900 µl	-25 °C bis -15 °C
IQFISH Fast Hybridization Buffer	G9415-60000 (mitgeliefert mit Teilenr. G9415A und G9416A)	200 µl	-25 °C bis -15 °C

Lagern Sie die Kit-Komponenten bis zum Ablaufdatum bei der empfohlenen Lagertemperatur.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

- 1 Nur für den Laborgebrauch.
- 2 Verursacht schwere Augenreizungen. Verursacht Hautirritationen. Tragen Sie Schutzhandschuhe. Tragen Sie Augen- oder Gesichtsschutz. Waschen Sie die Hände nach der Handhabung gründlich. FALLS ES IN DIE AUGEN GERÄT: Spülen Sie einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser. Gegebenenfalls Kontaktlinsen herausnehmen. Spülung fortsetzen.
- 3 Mikrobielle Verunreinigung vermeiden, da diese zu inkorrekten Ergebnissen führen kann.
- 4 Mit allen biologischen Proben und allen Materialien, die damit in Berührung kommen, ist so umzugehen, als könnten sie Krankheiten übertragen. Bei der Entsorgung sind angemessene Vorsichtsmaßnahmen sowie kommunale, einzel- bzw. bundesstaatliche Richtlinien zu beachten. Es sind die jeweiligen Vorsichtsmaßnahmen für durch Blut übertragene Krankheitserreger zu beachten, die durch Ihre Einrichtung oder staatliche Richtlinien vorgegeben sind. Niemals mit dem Mund pipettieren. Haut- und Schleimhautkontakt mit Proben vermeiden.
- 5 Bei der Entgegennahme, der Handhabung und der Entsorgung von potenziell krebserregenden Reagenzien sind die Standard-Vorsichtsmaßnahmen anzuwenden.
- 6 Bei allen Schritten dieses Verfahrens vorsichtig vorgehen, um eine Kreuzkontamination der Proben zu vermeiden, da dies zu inkorrekten Ergebnissen führen kann.
- 7 Nach Möglichkeit immer puderfreie Handschuhe verwenden, damit keine Puderpartikel in die Proben- oder Kit-Materialien gelangen.

- 8** Dieses Produkt ist bis zum Ablaufdatum haltbar, wenn es bei der empfohlenen Lagertemperatur aufbewahrt wird.
- 9** Verwenden Sie keine Produkte, deren Verfallsdatum abgelaufen ist.
- 10** Die ordnungsgemäße Aufbewahrung und Handhabung der Reagenzien und Proben ist entscheidend für die Leistung. Alle Laborgeräte, die bei diesem Verfahren zur Vorbereitung der Zielsequenz eingesetzt werden, sollten kalibriert und gewartet sein, um eine optimale Genauigkeit zu gewährleisten. Eine inkorrekte Messung der Reagenzien kann das Ergebnis des Verfahrens beeinflussen.

**Sicherheits-  
informationen**

Ein Material-Sicherheitsdatenblatt (Material Safety Data Sheet, MSDS) ist unter [www.agilent.com](http://www.agilent.com) abrufbar.

**Hinweise auf  
Instabilität oder  
Produktzerfall**

Verpackung beim Eingang überprüfen. Den Packungsinhalt nicht verwenden, wenn das Verschluss-Sicherungsetikett an den Perforierungen geöffnet ist oder wenn das für den Versand verwendete Trockeneis verdunstet ist. Für Kundendienst und technischen Support kontaktieren Sie bitte den technischen Kundendienst von Agilent.



**Technical Support  
Service technique  
Technischer  
Kundendienst**

Country Pays Land	E-mail Adresse électronique E-Mail	Telephone (Local toll-free) Téléphone (local gratuit) Telefon (gebührenfreie Nummer)
Austria / Autriche / Österreich	customercare_Austria@agilent.com	01 25125 6800
Belgium / Belgique / Belgien	customercare_Belgium@agilent.com	02 404 92 22
Denmark / Danemark / Dänemark	customercare_Denmark@agilent.com	45 70 13 00 30
Finland / Finlande / Finnland	customercare_Finland@agilent.com	010 802 220
France / France / Frankreich	customercare_France@agilent.com	0810 446 446
Germany / Allemagne / Deutschland	customercare_Germany@agilent.com	0800 603 1000
Italy / Italie / Italien	customercare_Italy@agilent.com	800 012575
Netherlands / Pays-Bas / Niederlande	customercare_Netherlands@agilent.com	020 547 2600
Spain / Espagne / Spanien	customercare_Spain@agilent.com	901 11 68 90
Sweden / Suède / Schweden	customercare_Sweden@agilent.com	08 506 4 8960
Switzerland / Suisse / Schweiz	customercare_Switzerland@agilent.com	0848 8035 60
UK/Ireland R.-U./Irlande Großbritannien/Irland	customercare_UK@agilent.com	0845 712 5292

**All other countries / Tous les autres pays / Alle anderen Länder**

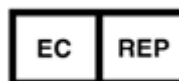
Find local contact information at <http://www.agilent.com/genomics/contactus>  
 Rechercher les informations sur les contacts locaux à l'adresse <http://www.agilent.com/genomics/contactus>  
 Lokale Kontaktinformationen finden Sie unter <http://www.agilent.com/genomics/contactus>

**Symbol Table  
Tableau des  
symboles  
Symboltabelle**

	Catalogue number Référence du catalogue Bestellnummer		
	Batch code Code du lot Chargenbezeichnung		Use-by date Date de péremption Haltbarkeitsdatum
	Temperature limit Limite de température Temperaturbegrenzung		Manufacturer Fabricant Hersteller
	Irritant Irritant Reizend		Authorized representative in the European Community Mandataire de la Communauté européenne Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft



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, December 2021



5991-9878