

**Artisan™
Alcian Blue
pH 2.5 Stain Kit**

**ENGLISH
Code AR160**

Intended use

For In Vitro Diagnostic Use.

Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit is intended for laboratory use to identify, by light microscopy, weakly sulfated mucins in tissue samples.¹⁻² Routinely processed samples (paraffin-embedded) may be used. The preferred fixative is neutral buffered formalin. The clinical interpretation of any staining, or its absence, should be complemented by morphological studies and proper controls, and should be evaluated within the context of the patient's clinical history and other diagnostic tests by a qualified pathologist. All reagents in the Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit have been optimally prepared for use on Dako's Artisan Staining System and require no mixing or diluting.

Summary and explanation

The Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit is used to identify weakly sulfated mucins. At pH 2.5, most acidic mucopolysaccharides give a blue color.²

Principle of procedure

Using light microscopy, sulfated mucins are not visible in Hematoxylin and Eosin preparations. The use of solutions at various pH values will aid in the distinction between sulfated and non-sulfated acid mucopolysaccharides. Strongly acidic sulfomucins stain weakly or not at all.²

The Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit is optimized for use on the Artisan Staining System. Wash steps follow all of the staining steps. Following staining, slides are removed from the instrument, quickly dipped in 100% alcohol, cleared with xylene or xylene substitute and mounted with appropriate mounting media. Results are interpreted using a standard light microscope.

Reagents provided

The Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit is composed of three ready-to-use dispenser packs, each one containing:

Alcian Blue 1% pH 2.5

ALCIAN BLUE 1% pH 2.5

Alcian Blue and 3% Acetic Acid in deionized water

Nuclear Fast Red

NUCLEAR FAST RED

Aluminum Potassium Sulfate, 0.1% Nuclear Fast Red in deionized water

Acetic Acid 3%

ACETIC ACID 3%

Acetic Acid in deionized water

The Alcian Blue 1% pH 2.5 and Nuclear Fast Red reagent packs should be agitated before priming.

Dako provides these reagents at optimal formulation for use according to the instructions provided for staining on prepared tissue sections. Any deviation from the recommended test procedures may invalidate declared expected results.

Materials required, but not supplied

1. Microscope slides (Superfrost Plus™ recommended)
2. Artisan Staining System
3. Wash Solution (code AR102)

Precautions

1. For professional users.
2. Minimize microbial contamination of reagents or increase in nonspecific staining may occur.
3. Reagent packs may contain residual solution after completing the prescribed number of tests.
4. Incubation times or temperatures other than those specified may give erroneous results. The user must validate any changes made to the factory-released procedure.
5. Store reagent packs in an upright position when not in use on the instrument.
6. Keep reagent packs out of direct sunlight and away from heat-generating sources.
7. As a general rule, persons under 18 years of age are not allowed to work with this product. Users must be carefully instructed in the proper work procedures, the dangerous properties of the product and the necessary safety instructions. Please refer to Safety Data Sheet (SDS) for additional information.
8. Wear appropriate Personal Protective Equipment to avoid contact with eyes and skin.
9. Unused solution should be disposed of according to local, State and Federal regulations.
10. Safety Data Sheet available for professional users on request.



Warning

Nuclear Fast Red: 0.1-1% Nuclear Fast Red

H373	May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260	Do not breathe vapor.
P314	Get medical attention if you feel unwell.
P501	Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.

Storage

Each component should be stored at the temperature indicated on the label. Do not use after expiration date. If reagents are stored under any conditions other than those specified, the conditions must be verified by the user. There are no obvious signs to indicate instability of this product. Therefore, appropriate tissue must be run as controls for such verification. If unexpected staining is observed which cannot be explained by variations in laboratory procedures or improper storage, contact Dako Technical Support.

Instrument procedure / Staining procedure

Preliminary Comments

Please refer to the *Artisan Operator's Manual* for detailed instructions.

Priming Reagent Packs

Before beginning staining, reagent packs should be primed and checked for leakage. Check the prime of each reagent pack when a new kit is used and before the first staining run of the day.

1. Over a paper towel, if present, remove the red or black shipping cap from the dispense assembly of the reagent pack by gently pulling down on the cap.
2. To prime a reagent pack when it is first received, hold the reagent pack with the dispenser assembly pointed downward and lightly tap on the side of the reagent pack 2–3 times to release any air bubbles that may be trapped in the dispenser assembly.
3. Fully compress and release the plunger 3–4 times in rapid succession, taking care to absorb any expelled fluid into a paper towel, absorbent gauze, or similar material, until a steady stream is obtained.
4. Avoid dispensing excess amounts of reagent during priming. Excessive priming will result in reagent loss, which may cause the reagent pack to run out of fluid before the stated number of tests is performed.
5. Before each use, reagent packs may be primed 1–2 times, checking for a steady stream.
6. Holding the reagent pack in one hand, slide the mounting guide on the back of the reagent pack into the slots on the reagent carousel until the pack is completely seated.

Procedure

1. The instrument aspirates the Wash Solution from the slide.
2. The instrument applies Acetic Acid 3%. This step takes 5 minutes at room temperature.
3. The instrument applies Alcian Blue 1% pH 2.5. This step takes 10 minutes at 37 °C, and is followed by six Wash Solution rinses.
4. The instrument applies Nuclear Fast Red. This step takes 10 minutes at room temperature, and is followed by six Wash Solution rinses.
5. After staining is completed, slides are dipped quickly into 100% alcohol, cleared with three changes of xylene or xylene substitute and coverslipped.

Staining interpretation

Weakly sulfated acidic mucopolysaccharides, sulfomucins, hyaluronic acid, sialomucins: **Dark blue**
Nuclei: **Red to pink**
Cytoplasm: **Pale pink**

Performance characteristics

Reproducibility

Intra-run reproducibility of 100% was determined by staining 12 slides containing the same control tissue on one instrument.

Inter-run reproducibility of 100% was determined by staining 12 slides containing the same control tissue on three different instruments.

Troubleshooting

Refer to the Maintenance and Troubleshooting section of your *Artisan Operator's Manual* or contact our Technical Support.

FRANÇAIS

Réf. AR160

Utilisation prévue

Pour utilisation diagnostique *in vitro*.

Le kit Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit est destiné à un usage en laboratoire pour identifier, par microscopie optique, les mucines faiblement sulfatées dans les échantillons de tissu.^{1,2} Des échantillons traités en routine (inclus en paraffine) peuvent être utilisés. Le fixateur préféré est le formol neutre tamponné. L'interprétation clinique de toute coloration ou de son absence doit être complétée par des études morphologiques et des contrôles appropriés et doit être évaluée en fonction des antécédents cliniques du patient et d'autres tests diagnostiques par un pathologiste qualifié. Tous les réactifs du kit Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit ont été optimisés pour être utilisés sur le Dako Artisan Staining System et ne nécessitent aucun mélange et aucune dilution.

Résumé et explication

Le kit Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit est utilisé pour identifier les mucines faiblement sulfatées. À un pH de 2,5, la plupart des mucopolysaccharides acides donnent une couleur bleue.²

Principe de la procédure

En utilisant un microscope optique, les mucines sulfatées ne sont pas visibles dans les préparations d'hématoxyline et d'éosine. L'utilisation de solutions à des pH différents permet de distinguer les mucopolysaccharides acides sulfatés et non sulfatés. Les sulfomucines fortement acides marquent faiblement voire pas du tout.²

Le kit Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit est optimisé pour une utilisation sur l'Artisan Staining System. Des étapes de lavage suivent toutes les étapes de coloration. Après la coloration, les lames sont retirées de l'instrument, trempées rapidement dans de l'alcool à 100 %, rincées au xylène ou avec un substitut de xylène puis montées avec un milieu de montage approprié. Un microscope optique standard est utilisé pour l'interprétation des résultats.

Réactifs fournis

Le kit Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit est composé de trois blocs de distribution prêts à l'emploi, qui contiennent chacun :

Bleu Alcian à 1 %, pH 2,5

ALCIAN BLUE 1% pH 2.5

Bleu Alcian et 3 % d'acide acétique dans de l'eau déionisée

Rouge nucléaire

NUCLEAR FAST RED

Sulfate d'aluminium et de potassium, 0,1 % de rouge nucléaire dans de l'eau déionisée

Acide acétique à 3 %

ACETIC ACID 3%

Acide acétique dans de l'eau déionisée

Les cartouches de réactifs Alcian Blue 1% pH 2.5 et Nuclear Fast Red doivent être agitées avant l'amorçage.

Dako fournit ces réactifs à une formulation optimale pour une utilisation conforme aux instructions fournies pour la coloration sur des coupes de tissus préparées. Toute modification par rapport aux procédures de test recommandées peut invalider les résultats attendus et obtenus.

Matériels requis mais non fournis

1. Lames de microscope (Superfrost Plus™ recommandées)
2. Artisan Staining System
3. Wash Solution (réf. AR102)

Précautions

1. Pour utilisateurs professionnels.
2. Réduire toute contamination microbienne des réactifs faute de quoi une augmentation de la coloration non spécifique peut se produire.
3. Les cartouches de réactif peuvent contenir des résidus de réactifs après avoir effectué le nombre de tests.
4. Des temps ou températures d'incubation autres que ceux indiqués peuvent produire des résultats erronés. L'utilisateur doit valider tout changement apporté à la procédure d'usine.
5. Stocker les cartouches de réactif en position verticale lorsqu'elles ne sont pas utilisées sur l'instrument.
6. Conserver les cartouches de réactif à l'abri de la lumière du soleil directe et d'autres sources de chaleur.
7. En règle générale, il n'est pas permis aux personnes âgées de moins de 18 ans de manipuler ce produit. Les utilisateurs doivent être formés aux procédures de travail adéquates, aux propriétés dangereuses du produit et aux instructions de sécurité nécessaires. Veuillez vous reporter à la fiche technique de sécurité (SDS) pour plus d'informations.
8. Porter un vêtement de protection approprié pour éviter le contact avec les yeux et la peau.
9. Les solutions non utilisées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales et nationales.
10. La Fiche technique de sécurité destinée aux utilisateurs professionnels est disponible sur demande.



Avertissement

Nuclear Fast Red : Rouge nucléaire à 0,1-1%

H373 Peut endommager les organes suite à des expositions répétées ou à une exposition prolongée.

P260 Ne pas respirer les vapeurs.

P314 Consulter un médecin en cas de malaise.

P501 Éliminer le contenu et le récipient conformément à l'ensemble des réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Conservation

Chaque composant doit être conservé à la température indiquée sur l'étiquette. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Si les réactifs sont conservés dans des conditions autres que celles indiquées, celles-ci doivent être validées par l'utilisateur. Il n'y a aucun signe évident indiquant l'instabilité de ce produit. Par conséquent, un tissu approprié doit être testé comme contrôle pour permettre une telle vérification. Si une coloration inattendue est observée, ne pouvant être expliquée par un changement des procédures du laboratoire ou une mauvaise conservation, contacter l'assistance technique de Dako.

Procédure d'utilisation de l'instrument / Procédure de coloration

Commentaires préliminaires

Se référer au Guide de l'utilisateur de l'instrument *Artisan* pour des instructions détaillées.

Amorçage des cartouches de réactif

Avant de lancer la coloration, les cartouches de réactif doivent être amorcées et vérifiées afin de déceler toute fuite. Vérifier l'amorçage de chaque cartouche de réactif lorsqu'un nouveau kit est utilisé et avant la première coloration de la journée.

1. Sur une serviette en papier, retirer le cas échéant le bouchon de transport rouge ou noir du bloc de distribution de la cartouche de réactif en tirant doucement sur le bouchon.
2. Pour amorcer une cartouche de réactif qui vient d'être déballée, tenir la cartouche avec le bloc de distribution orienté vers le bas et taper doucement 2 ou 3 fois sur le côté de la cartouche pour libérer toute bulle d'air susceptible d'être emprisonnée dans le bloc de distribution.
3. Enfoncer et relâcher complètement le piston 3 à 4 fois rapidement, en prenant soin d'absorber tout liquide expulsé dans une serviette en papier, de la gaze absorbante ou autre tissu similaire, jusqu'à obtention d'un flux régulier.
4. Éviter de déverser des quantités excessives de réactif pendant l'amorçage. Un amorçage excessif entraîne une perte de réactif, qui peut provoquer un manque de liquide dans la cartouche avant que le nombre de tests prévu ne soit réalisé.
5. Avant chaque utilisation, les cartouches de réactif doivent être amorcées 1 ou 2 fois, en vérifiant la régularité du flux.
6. En tenant la cartouche d'une main, faire glisser le guide de montage à l'arrière de la cartouche dans les fentes sur le carrousel des réactifs jusqu'à ce que la cartouche soit bien enclenchée.

Procédure

1. L'instrument aspire la solution de lavage présente sur la lame.
2. L'instrument applique l'acide acétique à 3 %. Cette étape prend 5 minutes à température ambiante.
3. L'instrument applique le bleu Alcian à 1 % de pH 2,5. Cette étape prend 10 minutes à 37 °C, et est suivie de six rinçages avec la solution de lavage.
4. L'instrument applique le rouge nucléaire. Cette étape prend 10 minutes à température ambiante, et est suivie de six rinçages avec la solution de lavage.
5. Une fois la coloration terminée, les lames sont trempées rapidement dans de l'alcool à 100 %, rincées avec trois bains de xylène ou de substitut de xylène puis recouvertes.

Interprétation de la coloration

Mucopolysaccharides acides, sulfomucines, acide hyaluronique et sialomucines faiblement sulfatés : **Bleu foncé**

Noyaux : **Rouge à rose**

Cytoplasme : **Rose pâle**

Caractéristiques de performance

Reproductibilité

Une reproductibilité intra-cycle de 100 % a été déterminée en colorant 12 lames contenant le même tissu de contrôle sur un instrument.

Une reproductibilité inter-cycles de 100 % a été déterminée en colorant 12 lames contenant le même tissu de contrôle sur trois instruments différents.

Dépannage

Se référer à la section Maintenance et Dépannage du Guide de l'utilisateur de l'instrument *Artisan* ou contacter l'assistance technique.

DEUTSCH

Code-Nr. AR160

Verwendungszweck

Zur In-vitro-Diagnostik.

Das Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit wurde zu Laborzwecken für den Nachweis schwach sulfatierter Muzine in Gewebeproben unter dem Lichtmikroskop entwickelt.¹⁻² Hierzu können routinemäßig fixierte, paraffineingebettete Proben verwendet werden. Zur Fixierung wird neutral gepuffertes Formalin empfohlen. Die klinische Auswertung einer Färbung oder deren Ausbleiben muss durch morphologische Studien und geeignete Kontrollen bestätigt werden und unter Berücksichtigung der Krankengeschichte und anderer Diagnostiktests des Patienten durch einen qualifizierten Pathologen erfolgen. Die Reagenzien im Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit wurden für die Verwendung auf dem Dako Artisan Staining System optimal formuliert und müssen weder gemischt noch verdünnt werden.

Zusammenfassung und Erklärung

Das Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit dient zum Nachweis schwach sulfatierter Muzine. Bei einem pH von 2,5 färben sich die meisten sauren Mukopolysaccharide blau.²

Verfahrensprinzip

Sulfatierte Muzine sind in Hämatoxylin- und Eosin-Präparaten nicht mit Lichtmikroskopie darstellbar. Der Einsatz von Lösungen mit unterschiedlichen pH-Werten unterstützt die Differenzierung zwischen sulfatierten und nicht-sulfatierten sauren Mukopolysacchariden. Stark saure Mukopolysaccharide führen nur zu einer schwachen Färbung bzw. werden nicht gefärbt.²

Das Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit wurde für das Artisan Staining System optimiert. Auf jeden Färbeschritt folgt ein Waschschritt. Nach der Färbung werden die Objektträger aus dem Gerät entnommen, kurz in 100 %igen Alkohol eingetaucht, mit Xylol oder Xylolersatz gereinigt und mit geeigneten Fixiermitteln fixiert. Ergebnisse werden mit Hilfe eines Standard-Lichtmikroskops ausgewertet.

Mitgelieferte Reagenzien

Das Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit besteht aus drei gebrauchsfertigen Spenderpackungen mit jeweils folgendem Inhalt:

Alcianblau 1 % pH 2,5

ALCIAN BLUE 1% pH 2.5

Alcianblau und 3 % Essigsäure in entionisiertem Wasser

Kernechtrot

NUCLEAR FAST RED

Kaliumaluminiumsulfat, 0,1 % Kernechtrot in entionisiertem Wasser

Essigsäure 3 %:

ACETIC ACID 3%

Essigsäure in entionisiertem Wasser

Die Reagenzienbehälter mit Alcianblau 1 % pH 2,5 und Kernechtrot müssen vor dem Vorfüllen geschüttelt werden.

Dako liefert diese Reagenzien optimal formuliert für die Verwendung gemäß den entsprechenden Färbearweisungen für Gewebepreparate. Jegliche Abweichung vom empfohlenen Testverfahren kann die erwarteten Ergebnisse ungültig machen.

Erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien

1. Mikroskop-Objekttträger (empfohlen: Superfrost Plus™)
2. Artisan Staining System
3. Wash Solution (Code-Nr. AR102)

Vorsichtsmaßnahmen

1. Nur für Fachpersonal bestimmt.
2. Jegliche mikrobielle Verunreinigung der Reagenzien vermeiden, da diese zu unspezifischen Färbungen führen.
3. Reagenziencontainer können nach Durchführung der vorgesehenen Anzahl Tests noch Lösungsreste enthalten.
4. Andere als die angegebenen Inkubationszeiten bzw. -temperaturen können zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Alle Abweichungen vom unternehmensseitig freigegebenen Verfahren sind vom Anwender zu validieren.
5. Reagenziencontainer, die nicht in Gebrauch sind, aufrecht aufbewahren.
6. Reagenziencontainer keinem direkten Sonnenlicht aussetzen und nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahren.
7. Personen unter 18 Jahren dürfen mit diesem Produkt grundsätzlich nicht arbeiten. Anwender müssen ausführlich über die richtigen Arbeitsverfahren, die gefährlichen Eigenschaften des Produkts und die nötigen Vorsichtsmaßnahmen unterrichtet werden. Weitere Informationen bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS) entnehmen.
8. Geeignete Schutzkleidung tragen, um Kontakt mit Augen und Haut zu vermeiden.
9. Nicht verwendete Lösung ist entsprechend örtlichen, bundesstaatlichen und staatlichen Richtlinien zu entsorgen.
10. Auf Anfrage ist für Fachpersonal ein Sicherheitsdatenblatt erhältlich.



Warnung

Nuclear Fast Red: 0,1-1% Nuclear Fast Red

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

P260 Dampf nicht einatmen.

P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen örtlichen, regionalen, nationalen und internationalen Bestimmungen der Entsorgung zuführen.

Lagerung

Alle Komponenten müssen bei der auf dem Etikett angegebenen Temperatur gelagert werden. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Werden die Reagenzien nicht entsprechend den angegebenen Bedingungen aufbewahrt, müssen die Bedingungen vom Anwender geprüft werden. Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen für eine eventuelle Produktinstabilität. Zur Prüfung müssen deshalb geeignete Gewebe als Kontrollen getestet werden. Falls eine unerwartete Färbung auftritt, die sich nicht durch Unterschiede bei den Laborverfahren oder unsachgemäße Lagerung erklären lässt, muss der technische Kundendienst von Dako verständigt werden.

Bedienung des Geräts / Färbeverfahren

Vorbemerkungen

Detaillierte Anweisungen bitte dem *Artisan Benutzerhandbuch* entnehmen.

Vorfüllen der Reagenziencontainer

Vor Beginn der Färbung Reagenziencontainer vorfüllen und auf undichte Stellen untersuchen. Reagenziencontainer vor jeder Verwendung eines neuen Kits und vor dem ersten Färbelauf des Tages prüfen und vorfüllen.

1. Möglichst über einem Papiertuch die rote oder schwarze Versandkappe von der Spendereinheit des Reagenziencontainers entfernen, indem die Kappe vorsichtig nach unten gezogen wird.
2. Zum Vorfüllen den neuen Reagenziencontainer mit der Spendereinheit nach unten halten und 2–3 Mal leicht an die Wand des Containers klopfen, um etwaige Luftpneinhalte in der Spendereinheit zu entfernen.

- Den Kolben 3–4 Mal in schneller Folge vollständig hineindrücken und wieder loslassen. Dabei eventuell austretende Flüssigkeit mit einem Papiertuch, saugfähigem Zellstoff oder ähnlichem Material auffangen, bis ein gleichmäßiger Flüssigkeitsstrahl erzielt wird.
- Das Austreten zu großer Reagenzienmengen während des Vorfüllens vermeiden. Durch übermäßiges Vorfüllen werden Reagenzien verbraucht und der Container könnte leer werden, bevor die angegebene Anzahl der Tests durchgeführt ist.
- Reagenziencontainer müssen vor jeder Verwendung 1–2 Mal vorgefüllt und dabei auf einen gleichmäßigen Flüssigkeitsstrahl überprüft werden.
- Den Reagenziencontainer in einer Hand halten und die Befestigungsschiene hinten am Reagenziencontainer in die Schlitze auf dem Reagenzien-Karussell schieben, bis der Container sicher sitzt.

Verfahren

- Das Gerät saugt die Waschlösung vom Objektträger ab.
- Das Gerät trägt Essigsäure 3 % auf. Dieser Arbeitsschritt dauert bei Raumtemperatur 5 Minuten.
- Das Gerät trägt Alcianblau 1 % pH 2,5 auf. Dieser Schritt dauert bei 37 °C ca. 10 Minuten. Anschließend folgen sechs Spülungen mit der Waschlösung.
- Das Gerät trägt Kernechtrot auf. Dieser Schritt dauert bei Raumtemperatur ca. 10 Minuten. Anschließend folgen sechs Spülungen mit der Waschlösung.
- Nach Abschluss der Färbung werden die Objektträger kurz in 100 %igen Alkohol eingetaucht, drei Mal mit Xylol oder Xylolersatz gereinigt und anschließend fixiert.

Auswertung der Färbung

Schwach sulfatierte saure Mukopolysaccharide, Sulfomuzine, Hyaluronsäure, Sialomuzine: **Dunkelblau**
 Zellkerne: **Rot bis rosa**
 Zytoplasma: **Blassrosa**

Leistungsmerkmale

Reproduzierbarkeit

Das Färben von 12 Objektträgern mit demselben Kontrollgewebe auf einem Gerät ergab eine Reproduzierbarkeit innerhalb eines Durchlaufs von 100 %.

Das Färben von 12 Objektträgern mit demselben Kontrollgewebe auf drei verschiedenen Geräten ergab eine Reproduzierbarkeit bei verschiedenen Durchläufen von 100 %.

Fehlersuche und -behebung



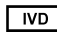







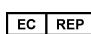
Bitte im Abschnitt Wartung und Fehlersuche und -behebung im *Artisan Benutzerhandbuch* nachschlagen oder unseren Technischen Kundendienst verständigen.

References

Bibliographie

Literaturhinweise

- Bancroft JD, Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques, 4th edition, Churchill Livingstone Inc., New York, New York, 1996
- Luna LG. Histopathological Methods and Color Atlas of Special Stains and Tissue Artifacts, 1st edition, American Histolabs, Inc., Gaithersburg, MD, 1992

 Catalogue number Référence du catalogue Bestellnummer	 Temperature limitation Limites de température Zulässiger Temperaturbereich	 In vitro diagnostic medical device Dispositif médical de diagnostic in vitro In-vitro-Diagnostikum	 Dako North America, Inc. 6392 Via Real Carpinteria, California 93013 USA Tel 805 566 6655 Fax 805 566 6688 Technical Support 800 424 0021 Customer Service 800 235 5763	 Dako Denmark AS Produktionsvej 42 DK-2600 Glostrup Denmark Tel +45 4485 9500 Fax +45 4485 9595 www.dako.com
 Manufacturer Fabricant Hersteller	 Batch code Code du lot Chargenbezeichnung	 Contains sufficient for <N> tests Contenu suffisant pour <n> tests Inhalt ausreichend für „n“ Ansätze		
 Use by Utiliser jusque Verwendbar bis	 Consult instructions for use Consulter les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten	 Authorized representative in the European Community Représentant Autorisé dans la Communauté Européenne Autorisierter Repräsentant in der EU		

PT0020/ Rev C

Edition 04/15