

Dako Bluing Buffer
Code CS702

ENGLISH

Intended use	For in vitro diagnostic use. Dako Bluing Buffer is intended for primary staining by bluing Hematoxylin stain in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections, frozen sections, and cell preparations. It is a ready-to-use reagent intended for use on Dako CoverStainer instrument.
Reagent provided	Alkalinized Bluing Buffer. Each bottle contains 1000 mL ready-to-use reagent for a minimum of 3000 slides. When Dako Bluing Buffer is loaded onto Dako CoverStainer instrument, it should be used within 5 days.
Precautions	1. For professional users. 2. Wear appropriate Personal Protective Equipment to avoid contact with eyes and skin. 3. Unused solution should be disposed of according to local, State and Federal regulations.
Storage	Store at room temperature. Do not use after expiration date stamped on bottle. On board stability is 5 days, when drained during night. If reagents are stored under any conditions other than those specified, the user must verify the conditions. There are no obvious signs to indicate instability of this product. If unexpected staining is observed which cannot be explained by variations in laboratory procedures and a problem with the reagent is suspected, contact Dako Technical Support.
Specimen preparation	<u>Paraffin sections:</u> Dako Bluing Buffer can be used as part of primary staining of paraffin-embedded tissue sections fixed in formalin. <u>Frozen sections and cell smears:</u> Dako Bluing Buffer can be used as part of primary staining of acetone-fixed, frozen sections or fixed cell smears.
Staining procedure	Dako Bluing Buffer, Code CS702, is ready-to-use. For use on Dako CoverStainer instrument. Please read the User Guide for the Dako CoverStainer instrument and the H&E staining protocol provided with the instrument. After the staining procedure has been completed, the sections are dehydrated, cleared and mounted by utilizing the H&E protocol provided with Dako CoverStainer instrument.
Staining interpretation	Dako Bluing Buffer is bluing hematoxylin staining.
Additional Information	Refer to User Guide for the Dako CoverStainer instrument for further information on the instrument and instructions for use.

FRANÇAIS

Utilisation prévue	Pour utilisation diagnostique in vitro. Le tampon Dako Bluing Buffer est destiné à la coloration primaire pour le bleuissement de la coloration par hématoxyline des coupes tissulaires fixées au formol et incluses en paraffine, des coupes congelées et des préparations cellulaires. Ce réactif prêt à l'emploi est destiné à être utilisé sur l'appareil Dako CoverStainer.
Réactifs fournis	Tampon de bleuissement alcalinisé. Chaque flacon contient 1000 mL de réactif prêt à l'emploi permettant de traiter un minimum de 3000 lames. Une fois le tampon Dako Bluing Buffer chargé sur l'appareil Dako CoverStainer, il doit être utilisé dans les 5 jours.
Précautions	1. Pour utilisateurs professionnels. 2. Porter un équipement de protection approprié pour éviter le contact avec les yeux et la peau. 3. Les solutions non utilisées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales et nationales.
Conservation	Conserver à température ambiante. Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur le flacon. La stabilité à bord de l'appareil est de 5 jours, le produit étant retiré de l'appareil la nuit. Si les réactifs sont conservés dans des conditions autres que celles qui sont indiquées, celles-ci doivent être validées par l'utilisateur. Il n'y a aucun signe évident indiquant l'instabilité de ce produit. Si une coloration inattendue est observée, qui ne peut être expliquée par un changement des procédures du laboratoire, et en cas de suspicion d'un problème lié au réactif, contacter l'assistance technique de Dako.
Préparation des échantillons	<u>Coupes en paraffine :</u> le tampon Dako Bluing Buffer peut être utilisé dans le cadre de la coloration primaire de coupes tissulaires incluses en paraffine et fixées au formol. <u>Coupes congelées et frottis cellulaires :</u> le tampon Dako Bluing Buffer peut être utilisé pour la coloration primaire de coupes congelées et fixées à l'acétone ou de frottis cellulaires fixés.
Procédure de coloration	Le tampon Dako Bluing Buffer, réf. CS702, est prêt à l'emploi. À utiliser sur l'appareil Dako CoverStainer. Lire le guide de l'utilisateur de l'appareil Dako CoverStainer et le protocole de coloration H&E fournis avec l'appareil. Une fois la procédure de coloration terminée, les coupes sont déshydratées, lavées et montées selon le protocole H&E fourni avec l'appareil.

Interprétation de la coloration	Le tampon Dako Bluing Buffer bleuit la coloration à l'hématoxyline.
Informations supplémentaires	Consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil Dako CoverStainer pour des informations supplémentaires sur l'appareil et le mode d'emploi.




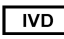



DEUTSCH

Verwendungszweck	Zur In-vitro-Diagnostik. Dako Bluing Buffer ist zur primären Färbung formalinfixierter, paraffineingebetteter Gewebeschnitte, Gefriergewebeschnitte und Zellpräparate bestimmt und bläut die Hämatoxylin-Färbung. Es ist ein gebrauchsfertiges Reagenz für die Verwendung im Dako CoverStainer-Gerät.
Geliefertes Reagenz	Alkalinisierter Bläuungspuffer. Jede Flasche enthält 1000 mL gebrauchsfertiges Reagenz für mindestens 3000 Objektträger. Wenn Dako Bluing Buffer in das Dako CoverStainer-Gerät geladen wird, sollte er innerhalb von 5 Tagen verbraucht werden.
Vorsichtsmaßnahmen	1. Nur für Fachpersonal bestimmt. 2. Geeignete Schutzkleidung tragen, um Kontakt mit Augen und Haut zu vermeiden. 3. Nicht verwendete Lösung ist entsprechend örtlichen, bundesstaatlichen und staatlichen Richtlinien zu entsorgen.
Lagerung	Bei Raumtemperatur aufbewahren. Nach Ablauf des auf der Flasche aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Die Stabilität der Lösung im Gerät beträgt 5 Tage, wenn sie nachts abgelassen wird. Werden die Reagenzien nicht unter den genannten Bedingungen aufbewahrt, müssen die Bedingungen vom Anwender validiert werden. Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen für eine eventuelle Produktinstabilität. Falls eine unerwartete Färbung auftritt, die sich nicht durch Unterschiede bei Laborverfahren erklären lässt und auf ein Problem mit dem Reagenz hindeutet, ist der technische Kundendienst von Dako zu verständigen.
Vorbereitung der Probe	<u>Paraffinschnitte:</u> Dako Bluing Buffer kann als Teil der primären Färbung von paraffineingebetteten, in Formalin fixierten Gewebeschnitten verwendet werden. <u>Gefrierschnitte und Zellausstriche:</u> Dako Bluing Buffer kann als Teil der primären Färbung von azetonfixierten Gefrierschnitten oder fixierten Zellausstrichen verwendet werden.
Färbeverfahren	Dako Bluing Buffer, Code-Nr. CS702, ist gebrauchsfertig. Zur Verwendung mit dem Dako CoverStainer-Gerät. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch für das Dako CoverStainer-Gerät und das mit dem Gerät gelieferte H&E-Färbeprotokoll. Nach Abschluss des Färbeverfahrens werden die Schnitte gemäß dem mit dem Dako CoverStainer-Gerät gelieferten H&E-Protokoll dehydriert, geklärt und eingebettet.
Auswertung der Färbung	Dako Bluing Buffer bläut die Hämatoxylinfärbung.
Weitere Informationen	Weitere Informationen über das Gerät und die Gebrauchsanweisung finden Sie im Benutzerhandbuch für das Dako CoverStainer-Gerät.

Companion Products/ Produits d'accompagnement/ Begleitprodukte

CS700 Dako Hematoxylin
CS701 Dako Eosin
CS703 Dako Mounting Medium
CS704 Dako Cover Glass

Explanation of symbols/ Explications des symboles/ Erläuterung der Symbole

 Catalogue number Référence du catalogue Bestellnummer	 15°C - 30°C Temperature limitation Limites de température Zulässiger Temperaturbereich	 Manufacturer Fabricant Hersteller
 In vitro diagnostic medical device Dispositif médical de diagnostic in vitro In-vitro-Diagnostikum	 Batch code Code du lot Chargenbezeichnung	
 Consult instructions for use Consulter les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten	 Use by Utiliser jusque Verwendbar bis	