

Dako Eosin
Code CS701

ENGLISH	
Intended use	For in vitro diagnostic use. Dako Eosin is intended for primary staining of cytoplasm (red) 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	Aqueous solution of Eosin. Each bottle contains 1000 mL ready-to-use reagent for a minimum of 3000 slides. When Dako Eosin 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 Eosin can be used for primary staining of paraffin-embedded tissue sections fixed in formalin. <u>Frozen sections and cell smears:</u> Dako Eosin can be used for primary staining of acetone-fixed, frozen sections or fixed cell smears.
Staining procedure	Dako Eosin, Code CS701, 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 Eosin stains cytoplasm of certain cells (e.g. muscle), collagen and red blood cells in various shades of pink to orange.
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 produit Dako Eosin est destiné à la coloration primaire (en rouge) du cytoplasme sur des coupes tissulaires fixées au formol et incluses en paraffine, sur des coupes congelées et sur des préparations cellulaires. Ce réactif prêt à l'emploi est destiné à être utilisé sur l'appareil Dako CoverStainer.
Réactifs fournis	Solution aqueuse d'éosine. Chaque flacon contient 1000 mL de réactif prêt à l'emploi permettant de traiter un minimum de 3000 lames. Une fois le réactif Dako Eosin 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 réactif Dako Eosin peut être utilisé pour la coloration primaire des coupes tissulaires incluses en paraffine et fixées au formol. <u>Coupes congelées et frottis cellulaires :</u> le réactif Dako Eosin peut être utilisé pour la coloration primaire de coupes congelées et fixées à l'acétone ou de frottis cellulaires fixés.
Procédure de coloration	Le réactif Dako Eosin, réf. CS701, 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 réactif Dako Eosin colore le cytoplasme de certaines cellules (par ex., du muscle), le collagène et les hématies en des teintes variées allant du rose à l'orangé.
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 Eosin ist zur primären Färbung von Zytoplasma (rot) in formalinfixierten, paraffineingebetteten Gewebeschnitten, Gefriergewebeschnitten und Zellpräparaten bestimmt. Es ist ein gebrauchsfertiges Reagenz für die Verwendung im Dako CoverStainer-Gerät.
Geliefertes Reagenz	Wässrige Eosinlösung. Jede Flasche enthält 1000 mL gebrauchsfertiges Reagenz für mindestens 3000 Objektträger. Wenn Dako Eosin in das Dako CoverStainer-Gerät geladen wird, sollte es 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 Eosin kann zur primären Färbung von formalinfixierten, paraffineingebetteten Gewebeschnitten verwendet werden. <u>Gefrierschnitte und Zellausstriche:</u> Dako Eosin kann zur primären Färbung von azetonfixierten Gefrierschnitten oder fixierten Zellausstrichen verwendet werden.
Färbeverfahren	Dako Eosin, Code-Nr. CS701, 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 Eosin färbt Zytoplasma bestimmter Zellen (z. B. Muskelzellen), Kollagen und Erythrozyten in verschiedenen Farbtönen von Pink bis Orange.
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
CS702 Dako Bluing Buffer
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	