

**Dako**  
**Faramount**  
**Aqueous**  
**Mounting Medium**  
Ready-to-use

**ENGLISH****Code S3025****Intended use**

For In Vitro diagnostic use.

This product is specially formulated for mounting tissue specimens, cell smears and cytopspins which have been stained with histochemical and immunohistochemical methods for viewing by light microscopy.

**Reagent provided**

Aqueous mounting medium containing 0.015 mol/L sodium azide.

**Precautions**

1. For professional users.
2. Wear appropriate personal protective equipment to avoid eye and skin contact. Material may be irritating to eyes and skin.
3. This product contains sodium azide ( $\text{NaN}_3$ ), a chemical highly toxic in pure form. At product concentrations, though not classified as hazardous, build-ups of  $\text{NaN}_3$  may react with lead and copper plumbing to form highly explosive metal azides. Upon disposal, flush with large volumes of water to prevent azide build-up in plumbing.<sup>1,2</sup>
4. Safety Data Sheet available for professional users on request.

**Storage**

Store at room temperature. Do not freeze.

**Application**

Faramount is suitable for mounting slides that are stained with histological techniques. This mountant is particularly ideal for use with chromogens such as AEC that are alcohol soluble or incompatible with organic solvents.

Unlike some mounting fluids that require heating to liquefy and gel rapidly at ambient temperature, Faramount remains liquid until dried, permitting the user to coverslip numerous slides in succession.

Faramount dries completely when slides are coverslipped, forming a solid coating that facilitates handling and storage.

**Procedure**

It is recommended that the capped bottle be stored inverted at all times. This prevents bubbles from gathering at the tip and ensures a continuous flow of liquid from the tip onto the coverslip.

1. Place coverslips on blotting paper or paper towel on countertop.
2. Apply a continuous line of mountant along one edge of the coverslip.
3. Touch the long edge of the slide to the line of mounting medium on the edge of the coverslip. Slowly lower the slide toward the coverslip until the two adhere. If a bubble gets trapped gently press it out.
4. Turn the slide over and lay it flat so that the coverslip is on top.
5. Do not wipe the excess mountant as this helps seal the edges.
6. Slides may be examined immediately; however, the coverslips should not be moved as mounting medium will not begin to solidify for several minutes.
7. Allow the slides to remain flat overnight before stacking and storing away.

**FRANÇAIS****Réf. S3025****Intérêt**

Pour diagnostic in vitro.

Ce produit est spécialement formulé pour le montage d'échantillons de tissu, de frottis cellulaires et de cytopspins colorés par des méthodes histochimiques et immunohistochimiques destinées à être examinées avec un microscope optique.

**Réactif fourni**

Milieu de montage aqueux contenant 0,015 mol/L d'azide de sodium.

**Précautions**

1. Pour utilisateurs professionnels.
2. Porter un équipement de protection individuelle approprié pour éviter tout contact avec les yeux et la peau. Le produit peut être irritant pour les yeux et la peau.
3. Ce produit renferme de l'azide de sodium ( $\text{NaN}_3$ ), un agent chimique extrêmement toxique à l'état pur. Bien que n'étant pas classé comme dangereux aux concentrations présentes dans le produit, l'azide de sodium est susceptible de réagir avec les parties en cuivre et en plomb des tuyauteries pour former des azide métalliques extrêmement explosifs. Lors de l'élimination des réactifs, rincer avec de grandes quantités d'eau pour éviter l'accumulation d'azides métallisés dans les tuyauteries.<sup>1,2</sup>
4. Des fiches toxicologiques sont à la disposition des utilisateurs professionnels sur demande.

**Conservation**

Conserver à température ambiante. Ne pas congeler.

**Application**

Le milieu Faramount convient aux lames de montage colorées par des techniques histologiques. Ce milieu de montage est particulièrement adapté à une utilisation avec des chromogènes tels que le 3-amino-9-éthylcarbazole (AEC), solubles dans l'alcool ou incompatibles avec les solvants organiques.

Contrairement à certains fluides de montage qu'il faut chauffer pour liquéfier et qui se transforment rapidement en gel à température ambiante, Faramount reste liquide jusqu'à séchage complet, ce qui permet de couvrir successivement plusieurs lames.

Le milieu de montage Faramount sèche entièrement lorsque les lames sont recouvertes de leur lamelle, constituant un revêtement solide qui facilite la manipulation et la conservation.

**Procédure**

Il est recommandé de conserver le flacon bouché verticalement, capuchon vers le bas, en permanence. Cette précaution évite l'agglomération de bulles au niveau de l'embout et assure un flux continu du liquide entre l'embout et la lamelle.

1. Placer les lamelles sur du papier de transfert ou sur une serviette en papier sur le plan de travail.
2. Appliquer une ligne continue de liquide de montage sur l'un des bords de la lamelle.
3. Mettre en contact la longueur de la lame et la ligne de milieu de montage sur le bord de la lamelle. Abaisser lentement la lame vers la lamelle jusqu'à ce qu'elles adhèrent l'une à l'autre. Si une bulle se forme, la chasser en appuyant légèrement sur la lame.
4. Retourner la lame et la poser à plat, lamelle vers le haut.
5. Ne pas essuyer l'excédent de liquide de montage car il facilite la soudure des bords.
6. Les lames peuvent être examinées immédiatement. Toutefois, il est conseillé de ne pas déplacer les lamelles, car le milieu de montage ne commence pas à se solidifier avant plusieurs minutes.
7. Laisser les lames à plat toute une nuit avant de pouvoir les empiler et les ranger.

**DEUTSCH****Code-Nr. S3025****Zweckbestimmung**

Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen.

Dieses Produkt wurde speziell für das Eindecken von Gewebeproben, Zellabstrichen und Zytospins formuliert, die zum Zweck der Betrachtung mittels Lichtmikroskopie mit histochemischen und immunhistochemischen Methoden gefärbt wurden.

**Geliefertes Reagenz**

Wässriges Eindeckmedium, das 0,015 mol/L Natriumazid enthält.

**Hinweise und  
Vorsichtsmaßnahmen**

1. Für geschultes Fachpersonal.
2. Angemessene persönliche Schutzausrüstung tragen, um den Kontakt des Stoffs mit Augen und Haut zu vermeiden. Das Material könnte augen- und hautreizend sein.
3. Dieses Produkt enthält Natriumazid ( $\text{NaN}_3$ ), eine in reiner Form hochtoxische chemische Verbindung. Bei den in diesem Produkt verwendeten Konzentrationen kann Natriumazid, obwohl nicht als gefährlich klassifiziert, mit in Wasserleitungen vorhandenem Blei oder Kupfer reagieren und zur Bildung von hochexplosiven Metallazid-Anreicherungen führen. Nach der Entsorgung muss mit reichlich Wasser nachgespült werden, um Azid-Anreicherung in Abflussrohren zu vermeiden.<sup>1,2</sup>
4. Ein Sicherheitsdatenblatt ist für geschultes Fachpersonal auf Anfrage erhältlich.

**Lagerung**

Bei Raumtemperatur lagern. Nicht einfrieren.

**Anwendung**

Faramount eignet sich zum Eindecken von Objektträgern, die mittels histologischer Techniken gefärbt wurden. Dieses Eindeckmittel ist ideal zur Verwendung mit Chromogenen wie AEC geeignet, die in Alkohol löslich oder mit organischen Lösungsmitteln inkompatibel sind.

Im Gegensatz zu anderen Eindeckflüssigkeiten, die zur Verflüssigung erhitzt werden müssen und bei Umgebungstemperatur schnell gelförmig werden, bleibt Faramount bis zum Austrocknen flüssig, wodurch es dem Benutzer gestattet ist, eine große Zahl von Objektträgern hintereinander abzudecken.

Wenn die Objektträger mit einem Deckglas versehen werden, trocknet Faramount vollständig aus und bildet eine durchgehende Beschichtung, die ihre Handhabung und Lagerung erleichtert.





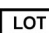


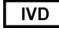
**Prozedur**

Es wird empfohlen, die verschlossene Flasche jederzeit umgekehrt zu lagern. Damit wird die Ansammlung von Blasen an der Spitze verhindert und ein kontinuierlicher Flüssigkeitsstrom von der Spitze auf den Deckel sichergestellt.

1. Deckgläser auf Blotting-Papier oder Papiertuch auf der gegenüberliegenden Spitze platzieren.
2. Eine durchgehende Linie Eindeckmittel entlang einer Kante des Deckglases aufbringen.
3. Die lange Kante des Objektträgers vorsichtig bis an die Linie des Eindeckmediums an der Kante des Deckglases schieben. Den Objektträger langsam auf das Deckglas herablassen, bis die beiden aneinander haften. Falls eine Blase eingefangen wird, sie langsam nach außen drücken.
4. Den Objektträger umdrehen und flach mit dem nach oben weisenden Deckglas ablegen.
5. Überschüssiges Eindeckmittel nicht abwischen, da es bei der Versiegelung der Kanten hilft.
6. Die Objektträger können unmittelbar darauf untersucht werden. Die Deckgläser sollten jedoch nicht bewegt werden, da das Eindeckmedium erst nach mehreren Minuten vollständig austrocknet.
7. Die Objektträger über Nacht flach liegen lassen, bevor sie gestapelt und gelagert werden.

**References  
Références  
Literatur**

1. Department of Health, Education and Welfare, National Institute for Occupational Safety and Health, Rockville, MD. "Procedures for the decontamination of plumbing systems containing copper and/or lead azides." DHHS (NIOSH) Publ. No. 78-127, Current 13. August 16, 1976
2. Center for Disease Control Manual Guide – Safety Management, No. CDC-22, Atlanta, GA. "Decontamination of laboratory sink drains to remove azide salts." April 30, 1976

 <b>REF</b> Catalogue number Référence du catalogue Bestellnummer	 Temperature limitation Limites de température Zulässiger Temperaturbereich	 Consult instructions for use <i>Consulter les instructions d'utilisation</i> <i>Gebrauchsanweisung beachten</i>
 Manufacturer Fabricant Hersteller	 <b>LOT</b> Batch code Code du lot Chargenbezeichnung	 Use by Utiliser jusque Verwendbar bis
 <b>EC REP</b> Authorized representative in the European Community Représentant Autorisé dans la Communauté Européenne Autorisierter Repräsentant in der EU		 <b>IVD</b> 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

**EC REP**

Dako Denmark A/S  
 Produktionsvej 42  
 DK-2600 Glostrup Denmark

Tel +45 4485 9500  
 Fax +45 4485 9595

www.dako.com

PT0039/Rev C

Edition 05/07