

**Polyclonal Rabbit
Anti-Herpes Simplex Virus Type 1
Code No./ Code/ Code-Nr. B 0114**

ENGLISH

Intended use	<p>For in vitro diagnostic use.</p> <p>The antibody is well-suited for the detection of HSV in human cellular material obtained from superficial lesions or biopsies and for identification of HSV in infected tissue cultures.</p> <p>Interpretation of results must be made within the context of the patient's clinical history and other diagnostic tests by a certified professional.</p>
Reagent provided	<p>Purified immunoglobulin fraction of rabbit antiserum provided in liquid form. In 0.1 mol/L NaCl, 15 mmol/L NaN₃.</p> <p>Protein concentration: see label on vial.</p>
Immunogen	<p>Detergent-solubilized HSV type 1 (strain MacIntyre)-infected whole rabbit cornea cells (continuous cell line).</p>
Specificity	<p>The antibody reacts with HSV type 1 specific antigens and with antigens common for HSV types 1 and 2. The antibody reacts with all the major glycoproteins present in the viral envelope and with at least one core protein as determined by crossed immunoelectrophoresis.</p> <p>Contaminating antibodies to human and bovine serum have been removed by solid-phase absorption.</p> <p>The antibody shows no reaction with human and bovine plasma when tested by ELISA. The antibody shows no cross-reactivity to cytomegalovirus and Epstein-Barr virus. A weak cross-reactivity to varicella zoster virus can be expected if the antibody is used in a relatively high concentration. However, no cross-reactivity was found when the antibody was tested by indirect immunofluorescence at a dilution of 1:100.</p>
Precautions	<ol style="list-style-type: none">1. The product may be used in different techniques and in combination with different sample types and materials, therefore each individual laboratory should validate the test system applied.2. For professional users.3. This product contains sodium azide (NaN₃), a chemical highly toxic in pure form. At product concentrations, though not classified as hazardous, sodium azide may react with lead and copper plumbing to form highly explosive build-ups of metal azides. Upon disposal, flush with large volumes of water to prevent metal azide build-up in plumbing.4. As with any product derived from biological sources, proper handling procedures should be used.
Storage	<p>Store at 2-8 °C.</p> <p>Do not use after expiration date stamped on vial. If reagents are stored under conditions other than those specified, the user must verify the conditions. There are no obvious signs to indicate instability of this product. Therefore, positive and negative controls should be run simultaneously with patient samples. If unexpected results are observed which cannot be explained by variations in laboratory procedures and a problem with the antibody is suspected, contact our Technical Services.</p>
Application	<p>Unless the stability in the actual test system has been established, it is recommended to dilute the product immediately before use.</p> <p><u>Indirect immunofluorescence:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Place the test material on a microscope slide. Air-dry and fix in acetone for 10 minutes at room temperature.2. Rinse in distilled water for 2-3 minutes. Allow to air-dry.3. Incubate for 1 hour at 37 °C with Polyclonal Rabbit Anti-HSV Type 1 (MacIntyre), diluted 1:100 in phosphate-buffered saline pH 7.2 containing 0.05% Tween 20 (PBST).4. Rinse three times 3 minutes in PBST and 1 minute in distilled water. Air-dry.5. Incubate for 30 minutes at 37 °C with Dako Swine Anti-Rabbit Immunoglobulins/FITC, code No. F 0205, diluted 1:50 in PBST.6. Rinse three times 3 minutes in PBST and 1 minute in distilled water. Air-dry.7. Mount, for example in equal parts of glycerol and phosphate-buffered saline pH 8. <p><u>Indirect immunoperoxidase technique:</u></p> <p>The recommended dilution of Polyclonal Rabbit Anti-HSV Type 1 (MacIntyre) for the indirect immuno-peroxidase technique is 1:100 (1).</p> <p><u>ELISA:</u></p> <p>The antibody is well-suited as coating (capture) antibody for detection of HSV in clinical specimens by a double antibody sandwich ELISA in combination with Dako Peroxidase-Conjugated Anti-HSV Type 1 (MacIntyre), code No. P 0175. Recommended dilution for coating of a microtitre plate (Nunc MaxiSorp) is 1:1,000 (2).</p> <p><u>Serology:</u></p> <p>Polyclonal Rabbit Anti-HSV Type 1 (MacIntyre) is also well-suited as blocking antibody for the performance of HSV type-specific ELISA serology (3).</p>

Intérêt	<p>Pour diagnostic in vitro.</p> <p>L'anticorps est bien adapté à la détection du VHS dans le matériel cellulaire humain obtenu à partir des lésions superficielles ou des biopsies, ainsi que pour la mise en évidence du VHS dans les cultures tissulaires infectées.</p> <p>L'interprétation des résultats doit être réalisée uniquement par un professionnel agréé dans le contexte de l'historique clinique du patient et d'autres examens.</p>
Réactif fourni	<p>Fraction purifiée d'immunoglobulines d'antisérum de lapin sous forme liquide, dans une solution de NaCl 0,1 mol/L et de NaN₃ 15 mmol/L..</p> <p>Concentration en protéine: voir l'étiquette sur le flacon.</p>
Immunogène	<p>Cellules cornéennes complètes de lapin infectées par un VHS de type 1 (souche MacIntyre) solubilisé par un détergent (lignée cellulaire continue).</p>
Spécificité	<p>L'anticorps réagit avec les antigènes spécifiques du VHS de type 1 et avec les antigènes communs des VHS de type 1 et 2. L'anticorps réagit avec toutes les glycoprotéines majeures présentes au niveau de l'enveloppe virale et avec au moins une protéine nucléocapsidique ainsi que le met en évidence l'immuno-électrophorèse croisée.</p> <p>Les anticorps contaminants des sérums humain et bovin ont été éliminés par adsorption sur phase solide.</p> <p>Lors de test par la méthode ELISA, l'anticorps n'a présenté aucune réaction avec les plasmas humain et bovin. L'anticorps ne présente aucune réactivité croisée avec le cytomégalovirus et le virus d'Epstein-Barr. Une faible réactivité croisée avec le virus varicelle zona peut être envisagée lorsque l'anticorps est utilisé à une concentration relativement élevée. Cependant, aucune réactivité n'a été observée lors de tests de l'anticorps dilué au 1:100 par immunofluorescence indirecte.</p>
Précautions d'emploi	<ol style="list-style-type: none">1. Ce produit peut être utilisé dans le cadre de diverses techniques et en combinaison avec divers types d'échantillons et matériels, par conséquent, chaque laboratoire particulier doit valider le système d'analyse choisi.2. Pour utilisateurs professionnels.3. Ce produit contient de l'azide de sodium (NaN₃), un produit chimique hautement toxique à l'état pur. Aux concentrations du produit, bien qu'il ne soit pas classé comme étant nuisible, l'azide de sodium peut réagir avec les canalisations en plomb et en cuivre pour former des dépôts d'azides métalliques hautement explosifs. Lors de l'élimination, rincer avec de grandes quantités d'eau pour éviter l'accumulation d'azides métalliques dans les canalisations.4. Comme pour tout produit d'origine biologique, des procédures de manipulation appropriées doivent être utilisées.
Conservation	<p>Conserver à 2-8 °C.</p> <p>Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le flacon. Si les réactifs ont été conservés dans des conditions autres que celles qui sont préconisées, ces conditions doivent être vérifiées par les utilisateurs. Aucun signe visible n'indique l'instabilité du produit. Par conséquent, les contrôles positif et négatif doivent être opérés simultanément avec les échantillons du patient. En cas de résultats imprévus qui ne peuvent pas être expliqués par des changements de procédures de laboratoire et qu'un problème avec le produit est suspecté, contactez nos Services Techniques.</p>
Application	<p>Jusqu'à ce que la stabilité dans le système d'analyse réel ait été établie, il est recommandé de diluer le produit immédiatement avant son utilisation.</p> <p><u>Immunofluorescence indirecte:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Placer les matières à analyser sur une lame de microscope. Laisser sécher à l'air et fixer à l'acétone pendant 10 minutes à température ambiante.2. Rincer dans l'eau distillée pendant 2-3 minutes. Laisser sécher à l'air.3. Incuber pendant 1 heure à 37 °C avec l'anticorps polyclonal de lapin anti-VHS de type 1 (MacIntyre), dilué au 1:100 dans une solution saline de tampon phosphate, à 7,2 de pH, contenant du Tween 20 0,05 % (PBST).4. Rincer à 3 reprises pendant 3 minutes dans le PBST et 1 minute dans l'eau distillée. Laisser sécher à l'air.5. Incuber pendant 30 minutes à 37 °C avec l'immunoglobuline de porc anti-lapin Dako /FITC, code F 0205, diluée au 1 : 50 dans du PBST.6. Rincer à 3 reprises pendant 3 minutes dans le PBST et 1 minute dans l'eau distillée. Laisser sécher à l'air.7. Monter, par exemple, dans un mélange à parties égales de glycérol et de solution saline de tampon phosphate, à 8 de pH. <p><u>Technique indirecte utilisant l'immunoperoxydase:</u></p> <p>La dilution recommandée pour l'anticorps polyclonal de lapin anti-VHS de type 1 (MacIntyre) dans le cadre de la technique indirecte utilisant l'immunoperoxydase est de 1:100 (1).</p> <p><u>ELISA:</u></p> <p>L'anticorps est bien adapté à une utilisation comme anticorps de revêtement (capture) pour la détection du VHS dans les spécimens cliniques par la technique ELISA (sandwich de deux anticorps) en association avec l'anticorps Dako anti-VHS de type 1 (MacIntyre) conjugué à la peroxydase, code P 0175. La dilution recommandée pour le revêtement d'une plaque de microtitration (Nunc MaxiSorp) est de 1:1000 (2).</p> <p><u>Sérologie:</u></p> <p>L'anticorps polyclonal de lapin anti-VHS de type 1 (MacIntyre) est également bien adapté à une utilisation comme anticorps de blocage dans le cadre de la sérologie ELISA spécifique des types de VHS (3).</p>


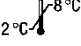






DEUTSCH

Zweckbestimmung	<p>Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen.</p> <p>Der Antikörper eignet sich gut für den Nachweis von HSV in humanen Zellproben, die von oberflächlichen Läsionen oder anhand von Biopsien gewonnen wurden ebenso wie für den HSV-Nachweis in infizierten Gewebekulturen.</p> <p>Die Befunde müssen unter Berücksichtigung der klinischen Anamnese des Patienten und im Kontext weiterer diagnostischer Verfahren von einem zertifizierten Facharzt interpretiert werden.</p>
Geliefertes Reagenz	<p>In flüssiger Form vorliegende gereinigte Immunglobulinfraktion des Kaninchen-Antiserums. In 0,1 mol/L NaCl, 15 mmol/L NaN₃.</p> <p>Proteinkonzentration: Siehe Produktetikett.</p>
Immunogen	<p>Ganze Korneazellen des Kaninchens (kontinuierliche Zelllinie), infiziert mit Detergenz-solubilisierendem HSV, Typ 1 (Stamm MacIntyre).</p>
Spezifität	<p>Der Antikörper reagiert mit für HSV Typ 1 spezifischen Antigenen und mit den HSV Typ 1 und 2 gemeinsamen Antigenen. Wie anhand der Kreuzimmunelektrophorese ermittelt wurde, reagiert der Antikörper mit allen wichtigen, in der Virenhülle vorliegenden Glykoproteinen sowie mit mindestens einem Kapsidprotein.</p> <p>Durch die Festphasenabsorption wurden verunreinigender Antikörper gegen humanes und bovines Serum entfernt.</p> <p>Im ELISA zeigt der Antikörper keine Reaktion mit humanem und bovinem Plasma. Der Antikörper zeigt keine Kreuzreaktivität mit dem Zytomegalievirus und dem Epstein-Barr-Virus. Wenn der Antikörper in relativ hoher Konzentration eingesetzt wird, kann eine schwach Kreuzreaktivität mit dem Varicella-Zoster-Virus erwartet werden. Es wurde jedoch keine Kreuzreaktivität festgestellt, wenn der Antikörper bei einer Verdünnung von 1:100 anhand der indirekten Immunfluoreszenzmethode getestet wurde.</p>
Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen	<ol style="list-style-type: none">1. Das Produkt kann für andere Techniken und in Kombination mit unterschiedlichen Probenarten und Materialien eingesetzt werden. Folglich ist das spezifisch genutzte Testsystem vom jeweiligen Labor zu validieren.2. Für geschultes Fachpersonal.3. Dieses Produkt enthält Natriumazid (NaN₃), 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 Metallazid-Anreicherung zu vermeiden.4. Wie bei allen aus biologischen Materialien gewonnenen Produkten müssen die ordnungsgemäßen Handhabungsverfahren eingehalten werden.
Lagerung	<p>Bei 2-8 °C lagern. Nicht nach dem auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum verwenden.</p> <p>Sollten die Reagenzien unter anderen Bedingungen als den beschriebenen aufbewahrt worden sein, so müssen diese vom Anwender verifiziert werden. Es gibt keine offensichtlichen Anhaltspunkte für die mögliche Instabilität dieses Produktes. Es sollten daher die Positiv- und Negativkontrollen gleichzeitig mit den Patientenproben mitgeführt werden. Wenn unerwartete Resultate beobachtet werden, welche durch Änderungen in den Labormethoden nicht erklärt werden können und falls Verdacht auf ein Problem mit dem Antikörper besteht, ist bitte Kontakt mit unserem technischen Kundendienst aufzunehmen.</p>
Anwendung	<p>Solange mit dem eigentlichen Testsystem die Stabilität des Reagenzes nicht sichergestellt ist, wird empfohlen, das Reagenz unmittelbar vor Gebrauch zu verdünnen.</p> <p><u>Indirekte Immunfluoreszenz:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Untersuchungsmaterial auf einen Objektträger aufbringen. An der Luft trocknen und bei Raumtemperatur 10 Minuten lang in Azeton fixieren.2. 2-3 Minuten mit destilliertem Wasser spülen. An der Luft trocknen lassen.3. 1 Stunde lang bei 37 °C mit Polyclonal Rabbit Anti-HSV Type 1 (MacIntyre) inkubieren, das im Verhältnis 1:100 in mit 0,05 % Tween 20 (PBST) versetzter phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,2, verdünnt wurde.4. Dreimal 3 Minuten lang in PBST und 1 Minute lang in destilliertem Wasser spülen. An der Luft trocknen.5. 30 Minuten lang bei 37 °C mit Dako Swine Anti-Rabbit Immunoglobulins/FITC, Code-Nr. F 0205, inkubieren, das im Verhältnis 1:50 mit PBST verdünnt wurde.6. Dreimal 3 Minuten lang in PBST und 1 Minute lang in destilliertem Wasser spülen. An der Luft trocknen.7. Aufziehen – z. B. in gleichen Teilen Glycerol und phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH 8. <p><u>Indirektes Immunperoxidase-Verfahren:</u></p> <p>Für das indirekte Immunperoxidase-Verfahren beträgt die für Polyclonal Rabbit Anti-HSV Type 1 (MacIntyre) empfohlene Verdünnung 1:100 (1).</p> <p><u>ELISA:</u></p> <p>Der Antikörper eignet sich gut als Coating-Antikörper (Capture-Antikörper) für den Nachweis von HSV in klinischen Proben anhand des Doppelantikörper-Sandwich-ELISA mit Dako Peroxidase-Conjugated Anti-HSV Type 1 (MacIntyre), Code-Nr. P 0175. Die empfohlene Verdünnung für die Beschichtung einer Mikrotiterplatte (Nunc MaxiSorp) beträgt 1:1 000 (2).</p> <p><u>Serologie:</u></p> <p>Polyclonal Rabbit Anti-HSV Type 1 (MacIntyre) ist ebenfalls gut geeignet als Blockierungsantikörper für die Durchführung der für den HSV-Typ spezifischen ELISA-Serologie (3).</p>

References/ Références/ Literatur

1. Adams RL, Springall DR, Levene MM, Bushell TE. The immunohistochemical detection of herpes simplex virus in cervical smears. - A valuable technique for routine use. J Pathol 1984;143:241-7.
2. Vestergaard BF. Antigens and antibodies in viral disease. In: Bergmeyer HUB, ed. Methods of enzymatic analysis. Vol X. Weinheim: VCH, 1986:226-42.
3. Vestergaard BF, Grauballe PC. ELISA for herpes simplex virus (HSV) type-specific antibodies in human sera using HSV type 1 and type 2 polyspecific antigens blocked with type-heterologous rabbit antibodies. Acta Path Microbiol Scand 1979;sect B 87:261-3.

Explanation of symbols / Explication des symboles / Erläuterung der Symbole

 REF Catalogue number Référence du catalogue Katalognummer	 2°C - 8°C Temperature limitation Limites de température Zulässiger Temperaturbereich	 Use by Utiliser avant Verwendbar bis
 IVD In vitro diagnostic medical device Dispositif médical de diagnostic in vitro In-vitro-Diagnostikum	 LOT Batch code Réf. du lot Chargenbezeichnung	 Manufacturer Fabricant Hersteller
 Consult instructions for use Consulter les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten	 EC REP Authorized representative in the European Community Représentant agréé dans la Communauté européenne Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft	



Agilent Technologies Singapore (International) Pte Ltd.
 No. 1 Yishun Avenue 7
 Singapore, 768923
 Tel. +44 161 492 7050
 www.agilent.com

Revision / Révision / Revision 2020.11