

**Polyclonal Rabbit  
Anti-Human  
Prealbumin  
Code No./ Code/ Code-Nr. A0002**

**ENGLISH**

<b>Intended use</b>	<p>For in vitro diagnostic use.</p> <p>Polyclonal Rabbit Anti-Human Prealbumin is recommended for use in immunocytochemistry (1, 2) and gel immunoprecipitation techniques.</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>
<b>Synonym for antigen</b>	Transthyretin.
<b>Summary and explanation</b>	Refer to Dako's <i>General Instructions for Immunohistochemical Staining</i> or the detection system instructions of IHC procedures for: 1) Principle of Procedure, 2) Materials Required, Not Supplied, 3) Storage, 4) Specimen Preparation, 5) Staining Procedure, 6) Quality Control, 7) Troubleshooting, 8) Interpretation of Staining, 9) General Limitations.
<b>Reagent provided</b>	<p>Purified immunoglobulin fraction of rabbit antiserum provided in liquid form. In 0.1 mol/L NaCl, 15 mmol/L NaN<sub>3</sub>.</p> <p><u>Protein concentration g/L</u>: See label on vial. <u>Antibody titre (SRI)</u>: 450 mg/L (3).</p> <p>Dako Human Serum Protein Calibrator, code No. X0908, is used as reference for the titre determination. The titre variation between different lots of A0002 is less than 10%. This is achieved by adjusting the titre of each individual lot to match the titre of an antibody reference preparation kept at -80 °C.</p>
<b>Immunogen</b>	Prealbumin isolated from human plasma.
<b>Specificity</b>	<p>The antibody reacts with human prealbumin. Traces of contaminating antibodies have been removed by solid-phase absorption with human plasma proteins.</p> <p>The specificity of the antibody has been ascertained as follows:</p> <p><u>Crossed immunoelectrophoresis</u>: Only the prealbumin precipitation arch appears when 12.5 µL A0002 per cm<sup>2</sup> gel area is tested against 2 µL human plasma. Staining: Coomassie Brilliant Blue.</p> <p>As determined by rocket immunoelectrophoresis, the antibody cross-reacts with the prealbumin-equivalent protein in cat, cow, dog, goat, horse, sheep and swine and shows no cross-reaction with the prealbumin-equivalent protein in guinea pig, mouse and rat.</p>
<b>Precautions</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. For professional users.</li> <li>2. This product contains sodium azide (NaN<sub>3</sub>), 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.</li> <li>3. As with any product derived from biological sources, proper handling procedures should be used.</li> <li>4. 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.</li> <li>5. Wear appropriate Personal Protective Equipment to avoid contact with eyes and skin.</li> <li>6. Unused solution should be disposed of according to local, State and Federal regulations.</li> </ol>
<b>Storage</b>	<p>Store at 2-8 °C. Do not use after expiration date stamped on vial. 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. Therefore, relevant controls should be run simultaneously with patient specimens. If unexpected results are observed which cannot be explained by variations in laboratory procedures and a problem with the product is suspected, contact our Technical Services.</p> <p>IMMUNOCYTOCHEMISTRY</p>
<b>Specimen preparation</b>	<p><u>Paraffin sections</u>: The antibody can be used for labelling paraffin-embedded tissue sections fixed in formalin. Heat-induced epitope retrieval is recommended, and optimal results are obtained with Dako Target Retrieval Solution, pH 9, code No. S2368, Dako Target Retrieval Solution, High pH, code No. S3308, Dako Target Retrieval Solution, code No. S1700 or Dako Target Retrieval Solution, Citrate pH 6, code No. S2369. The tissue sections should not dry out during the treatment or during the following immunocytochemical staining procedure.</p>
<b>Staining procedure</b>	<p><u>Dilution</u>: Polyclonal Rabbit Anti-Human Prealbumin, code No. A0002, may be used at a dilution range of 1:200-1:400 when applied on formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue and using 20 minutes heat-induced epitope retrieval in Dako Target Retrieval Solution, code No. S1700 and 30 minutes incubation at room temperature with the primary antibody. Optimal conditions may vary depending on specimen and preparation method, and should be determined by each individual laboratory. The recommended negative control is Dako Negative Control, Rabbit Immunoglobulin Fraction (Normal), code No. X0903, diluted to the same protein concentration as the primary antibody. Unless the stability in the actual test system has been established, it is recommended to dilute the product immediately before use or dilute in Dako Antibody Diluent, code No. S0809. Positive and negative controls should be run simultaneously with patient specimen.</p> <p><u>Visualization</u>: Dako LSAB™+/HRP kit, code No. K0679, and Dako EnVision™+/HRP kits, code Nos. K4008 and K4010, are recommended. Follow the procedure enclosed with the selected visualization kit.</p>

<b>Staining interpretation</b>	Cells labelled by the antibody display a finely granular cytoplasmic staining pattern.
<b>Performance characteristics</b>	<u>Normal tissues:</u> Human liver and choroid plexus from the lateral, third and fourth brain ventricles demonstrate cytoplasmic labelling with the antibody. Tonsillar tissue is negative (2). <u>Abnormal tissues:</u> Of bronchopulmonary carcinoid tumours, 45/60 (75%) were either focally or diffusely labelled by the antibody. Prealbumin did not differentiate typical from atypical carcinoids. Of other tumours obtained by pneumectomy, 5/10 squamous carcinomas and 2/10 small cell carcinomas showed occasional scattered cells labelled weakly by the antibody whereas all of 10 adenocarcinomas were negative (1).
<b>Dilution guidelines</b>	GEL IMMUNOPRECIPITATION <u>Rocket immunoelectrophoresis:</u> Antibody: 0.6 µL per cm <sup>2</sup> gel area. Standard: Dako Human Serum Protein Calibrator, code No. X0908, 1+5 1+10 1+20 1+50. Dilution of samples: 1+10. Standard and sample volume: 5 µL. <u>Single radial immunodiffusion:</u> Antibody: 0.75 µL per cm <sup>2</sup> gel area. Standard: Dako Human Serum Protein Calibrator, code No. X0908, 1+3 1+10 1+15 1+30. Dilution of samples: 1+10. Standard and sample volume: 5 µL. For turbidimetry and nephelometry Dako Polyclonal Rabbit Anti-Human Prealbumin (Transthyretin), code No. Q0362, is recommended.

## FRANÇAIS

<b>Utilisation prévue</b>	Pour utilisation en diagnostic in vitro. L'anticorps Polyclonal Rabbit Anti-Human Prealbumin est destiné à être utilisé en immunocytochimie (1, 2) et lors de techniques d'immunoprécipitation sur gel. Les résultats doivent être interprétés par un professionnel qualifié et tenir compte des antécédents cliniques du patient et d'autres tests diagnostiques.
<b>Synonyme de l'antigène</b>	Transthyréline.
<b>Résumé et explication</b>	Se référer aux «Instructions générales de coloration immunohistochimique» de Dako ou aux instructions du système de détection concernant les procédures IHC pour: (1) Principe de la procédure, (2) Matériaux requis mais non fournis, (3) Conservation, (4) Préparation des échantillons, (5) Procédure de coloration, (6) Contrôle qualité, (7) Dépannage, (8) Interprétation de la coloration, (9) Limites générales.
<b>Réactifs fournis</b>	Fraction d'immunoglobuline purifiée à partir d'un antisérum de lapin et fournie sous forme liquide. Dans 0,1 mol/L de chlorure de sodium (NaCl), 15 mmol/L d'azide de sodium (NaN <sub>3</sub> ). <u>Concentration en protéines en g/L:</u> voir l'étiquette du flacon. <u>Titre de l'anticorps (immunodiffusion radiale):</u> 450 mg/L (3). Le Human Serum Protein Calibrator de Dako, réf. X0908, est utilisé comme standard de référence pour la détermination du titre. Le coefficient de variation du titre entre différents lots de A0002 est inférieur à 10 %. Ceci est réalisé en ajustant le titre de chaque lot pour le faire concorder au titre d'une préparation d'anticorps de référence conservée à -80 °C.
<b>Immunogène</b>	Préalbumine isolée à partir de plasma humain.
<b>Spécificité</b>	L'anticorps réagit avec la préalbumine humaine. Les traces d'anticorps contaminants ont été éliminées par absorption en phase solide en utilisant des protéines plasmatiques humaines. La spécificité de cet anticorps a été établie comme suit: <u>Immunoélectrophorèse croisée:</u> Seul l'arc de précipitation de la préalbumine apparaît lorsque l'on teste 12,5 µL de A0002 par cm <sup>2</sup> de gel contre 2 µL de plasma humain. Coloration: Coomassie Brilliant Blue. Comme déterminé par immunoélectrophorèse en fusée, l'anticorps présente une réaction croisée avec la protéine homologue à la préalbumine chez le chat, la vache, le chien, la chèvre, le cheval, le mouton et le porc et ne présente aucune réaction croisée avec la protéine homologue à la préalbumine chez le cobaye, la souris et le rat.
<b>Précautions</b>	1. Pour utilisateurs professionnels. 2. Ce produit contient de l'azide de sodium (NaN <sub>3</sub> ), produit chimique hautement toxique dans sa forme pure. Aux concentrations du produit, bien que non classé comme dangereux, l'azide de sodium peut réagir avec le cuivre et le plomb des canalisations pour former des accumulations d'azides métalliques hautement explosifs. Lors de l'élimination, rincer abondamment à l'eau pour éviter toute accumulation d'azide métallique dans les canalisations. 3. Comme avec tout produit d'origine biologique, des procédures de manipulation appropriées doivent être respectées. 4. Le produit peut être utilisé dans différentes techniques et en combinaison avec des types d'échantillons et des matériels différents, par conséquent chaque laboratoire doit valider le système de test appliqué. 5. Porter un vêtement de protection approprié pour éviter le contact avec les yeux et la peau 6. Les solutions non utilisées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales et nationales.
<b>Conservation</b>	Conserver entre 2 et 8 °C. Ne pas utiliser après la date limite de péremption indiquée sur le flacon. 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. Par conséquent, des contrôles pertinents doivent être testés en même temps que les échantillons de patient. En cas de résultats inattendus ne pouvant être expliqués par un changement des procédures du laboratoire et en cas de suspicion d'un problème avec le produit, contacter nos services techniques.
	IMMUNOCYTOCHIMIE
<b>Préparation des échantillons</b>	<u>Coupes en paraffine:</u> L'anticorps peut être utilisé pour marquer des coupes de tissus inclus en paraffine et fixés au formol. Un démasquage d'épitopes induit par la chaleur (Heat-induced epitope retrieval – HIER) est recommandé, et des résultats optimaux sont obtenus avec la Target Retrieval Solution, pH 9, de Dako, réf. S2368, avec la Target Retrieval Solution, High pH de Dako, réf. S3308, avec la Target Retrieval Solution de Dako, réf. S1700 ou avec la Target Retrieval Solution, Citrate pH 6, de Dako, réf. S2369. Les coupes de tissus ne doivent pas sécher lors du traitement ou lors de la procédure de coloration immunocytochimique suivante.

<b>Procédure de coloration</b>	<p><u>Dilution:</u> L'anticorps Polyclonal Rabbit Anti-Human Prealbumin, réf. A0002, peut être utilisé à une gamme de dilution de 1:200-1:400 lorsqu'il est appliqué sur des coupes de tissu humain fixées au formol et incluses en paraffine en utilisant un démasquage d'épitopes induit par la chaleur (HIER) de 20 minutes dans de la Target Retrieval Solution de Dako, réf. S1700 et une incubation de 30 minutes avec l'anticorps primaire à température ambiante. Les conditions optimales peuvent varier en fonction du prélèvement et de la méthode de préparation, et doivent être déterminées par chaque laboratoire individuellement. Le contrôle négatif recommandé est le Negative Control, Rabbit Immunoglobulin Fraction (Normal) de Dako, réf. X 0903, dilué à la même concentration en protéines que l'anticorps primaire. À moins que la stabilité du système de test en cours ait été établie, il est recommandé de diluer le produit immédiatement avant utilisation ou de le diluer dans le Antibody Diluent de Dako, réf. S0809. Les contrôles positifs et négatifs doivent être testés en même temps que des échantillons de patient.</p> <p><u>Visualisation:</u> Le kit LSAB™+/HRP, réf. K0679, et les kits EnVision™+/HRP de Dako, réf. K4008 et K4010, sont recommandés. Suivre la procédure incluse dans la trousse de visualisation sélectionnée.</p>
<b>Interprétation de la coloration</b>	Les cellules marquées par l'anticorps présentent un motif de coloration cytoplasmique finement granulaire.
<b>Caractéristiques de performance</b>	<p><u>Tissus sains:</u> Le foie humain et le plexus choroïde provenant du ventricule latéral et des troisième et quatrième ventricules du cerveau présentent un marquage cytoplasmique avec l'anticorps. Le tissu des amygdales est négatif (2).</p> <p><u>Tissus tumoraux:</u> L'anticorps a marqué de manière localisée ou diffuse 45 cas de tumeurs carcinoïdes broncho-pulmonaires sur 60 (75 %). La préalbumine n'a pas fait la distinction entre les carcinoïdes typiques et atypiques. Parmi les autres tumeurs obtenues par pneumectomie, 5 cas sur 10 de carcinomes squameux et 2 cas sur 10 de carcinomes à petites cellules ont présenté les occasionnelles cellules éparpillées faiblement marquées par l'anticorps alors que tous les cas d'adénocarcinomes (10 cas) étaient négatifs (1).</p>
<b>Conseils de dilution</b>	<p><b>IMMUNOPRÉCIPITATION SUR GEL</b></p> <p><u>Immunoélectrophorèse en fusée:</u> Anticorps: 0,6 µL par cm<sup>2</sup> de gel. Standard : Human Serum Protein Calibrator de Dako, réf. X0908, 1+5 1+10 1+20 1+50. Dilution des échantillons: 1+10. Standard et volume d'échantillon: 5 µL.</p> <p><u>Immunodiffusion radiale simple:</u> Anticorps: 0,75 µL par cm<sup>2</sup> de gel. Standard: Human Serum Protein Calibrator de Dako, réf. X0908, 1+3 1+10 1+15 1+30. Dilution des échantillons: 1+10. Standard et volume d'échantillon: 5 µL.</p> <p>L'anticorps Polyclonal Rabbit Anti-Human Prealbumin (Transthyretin) de Dako, réf. Q0362 est recommandé pour les techniques de turbidimétrie et de néphélométrie.</p>

## DEUTSCH

<b>Verwendungszweck</b>	<p>Zur In-vitro-Diagnostik.</p> <p>Polyklonales Kaninchen-Anti-Human Präalbumin wird zur Verwendung in der Immunzytochemie (1, 2) und für die Gel-Immunpräzipitation empfohlen.</p> <p>Auswertungen müssen von einem qualifizierten Experten unter Berücksichtigung der Krankengeschichte und anderer Diagnostiktests des Patienten vorgenommen werden.</p>
<b>Synonym für das Antigen</b>	Transthyretin.
<b>Zusammenfassung und Erklärung</b>	<p>Folgende Angaben bitte den <i>General Instructions for Immunohistochemical Staining</i> (Allgemeine Richtlinien zur immunohistochemischen Färbung) von Dako bzw. den „Anweisungen“ des Detektionssystems von ICH-Verfahren entnehmen: 1) Verfahrensprinzipien, 2) Erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien, 3) Aufbewahrung, 4) Vorbereitung der Probe, 5) Färbeverfahren, 6) Qualitätskontrolle, 7) Fehlersuche und behebung, 8) Auswertung der Färbung, 9) Allgemeine Beschränkungen.</p>
<b>Mitgelieferte Reagenzien</b>	<p>Gereinigte Immunglobulinfraktion von Kaninchenantiserum in flüssiger Form in 0,1 mol/L NaCl, 15 mmol/L NaN<sub>3</sub>.</p> <p><u>Proteinkonzentration g/L:</u> Siehe Fläschchenetikett. <u>Antikörpertiter (SRI):</u> 450 mg/L (3).</p> <p>Als Referenzsubstanz für die Titerbestimmung wird Dako Human Serum Protein Calibrator, Code-Nr. X0908 verwendet. Die Titerabweichung zwischen verschiedenen Chargen von A0002 beträgt weniger als 10 %. Dieses wird erreicht, indem der Titer jeder einzelnen Charge dem Titer eines bei -80 °C aufbewahrten Referenzpräparats angeglichen wird.</p>
<b>Immunogen</b>	Aus humanem Plasma isoliertes Präalbumin.
<b>Spezifität</b>	<p>Der Antikörper reagiert mit humanem Präalbumin. Spuren von Verunreinigungen durch Antikörper wurden durch Festphasen-Absorption mit humanen Plasmaproteinen entfernt.</p> <p>Die Spezifität dieses Antikörpers wurde wie folgt ermittelt:</p> <p><u>Gekreuzte Immunelektrophorese:</u> Mit 12,5 µL A0002 pro cm<sup>2</sup> Gelfläche gegen 2 µL Humanplasma erscheint nur der Bogen der Präalbumin-Präzipitation. Färbung: Coomassie Brillant Blau.</p> <p>Wie durch Rocket-Immunelektrophorese nachgewiesen, kreuzreagiert der Antikörper mit einem dem Präalbumin äquivalenten Protein von Katze, Rind, Hund, Ziege, Pferd, Schaf und Schwein, dagegen tritt mit einem dem Präalbumin äquivalenten Protein von Meerschweinchen, Maus und Ratte keine Kreuzreaktivität auf.</p>
<b>Vorsichtsmaßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nur für Fachpersonal bestimmt.</li> <li>Dieses Produkt enthält Natriumazid (NaN<sub>3</sub>), eine in reiner Form äußerst giftige Chemikalie. Ansammlungen von Natriumazid können auch in Konzentrationen, die nicht als gefährlich klassifiziert sind, mit Blei- und Kupferabflussrohren reagieren und hochexplosive Metallazide bilden. Nach der Entsorgung stets mit viel Wasser nachspülen, um Azidansammlungen in den Leitungen vorzubeugen.</li> <li>Wie alle Produkte biologischen Ursprungs müssen auch diese entsprechend gehandhabt werden.</li> <li>Da dieses Produkt in verschiedenen Verfahren und in Kombination mit unterschiedlichen Probenarten und Materialien eingesetzt werden kann, sollte das jeweilige Labor das verwendete Testsystem validieren.</li> <li>Entsprechende Schutzkleidung tragen, um Augen- und Hautkontakt zu vermeiden.</li> </ol>

6. Nicht verwendete Lösung ist entsprechend örtlichen, bundesstaatlichen und staatlichen Richtlinien zu entsorgen.

**Aufbewahrung**

Bei 2–8 °C aufbewahren. Nach Ablauf des auf dem Fläschchen aufgedruckten Verfalldatums nicht mehr verwenden. Werden die Reagenzien anders als unter den genannten Bedingungen aufbewahrt, sind die Bedingungen vom Anwender zu validieren. Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen für eine eventuelle Produktinstabilität. Geeignetes Kontrollgewebe sollte daher gleichzeitig mit Patientenproben verarbeitet werden. Falls es zu unerwarteten Ergebnissen kommt, die sich nicht aus Unterschieden bei Laborverfahren erklären lassen und auf ein Problem mit dem Kit hindeuten, ist der technische Kundendienst von Dako zu verständigen.

**IMMUNZYTOCHEMIE**

**Vorbereitung der Probe**

Paraffinschnitte: Der Antikörper kann auf formalinfixierten, paraffineingebetteten Gewebeschnitten verwendet werden. Empfohlen wird hitzeinduzierte Epitopdemaskierung, wobei sich optimale Ergebnisse mit Dako Target Retrieval Solution, pH 9, Code-Nr. S2368, mit Dako Target Retrieval Solution, High pH, Code-Nr. S3308, mit Dako Target Retrieval Solution, Code-Nr. S1700 bzw. mit Dako Target Retrieval Solution, Citrate pH 6, Code-Nr. S2369 erzielen lassen. Die Gewebeschnitte dürfen weder während der Behandlung noch während des anschließenden immunzytochemischen Färbevorgangs austrocknen.

**Färbeverfahren**

Verdünnung: Polyclonal Rabbit Anti-Human Prealbumin, Code-Nr. A0002, kann auf formalinfixierten, paraffineingebetteten Schnitten von Humangewebe bei einer hitzeinduzierten Epitopdemaskierung von 20 Minuten in Dako Target Retrieval Solution, Code-Nr. S1700 und einer 30-minütigen Inkubation mit dem primären Antikörper bei Raumtemperatur in einem Verdünnungsbereich zwischen 1:200 und 1:400 verwendet werden. Optimale Bedingungen können je nach Probe und Vorbereitungsmethode unterschiedlich sein und sollten vom jeweiligen Labor selbst bestimmt werden. Als Negativkontrolle wird Dako Negative Control, Rabbit Immunoglobulin Fraction (Normal), Code-Nr. X0903, verdünnt auf dieselbe Proteinkonzentration wie der primäre Antikörper, empfohlen. Falls die Stabilität im verwendeten Testsystem noch nicht ermittelt wurde, ist es ratsam, das Produkt unmittelbar vor Verwendung bzw. mit Dako Antibody Diluent, Code-Nr. S0809 zu verdünnen. Positiv- und Negativkontrollen sollten zur gleichen Zeit wie die Patientenproben getestet werden.

Visualisierung: Dako LSAB™+/HRP-Kit, Code-Nr. K0679 und die Dako EnVision™+/HRP Kits, Code-Nr. K4008 und K4010 werden empfohlen. Das für das ausgewählte Visualisierungssystem beschriebene Verfahren befolgen.

**Auswertung der Färbung**

Mit diesem Antikörper markierte Zellen weisen eine zytoplasmatische, fein-granuläre Färbung auf.

**Leistungsmerkmale**

Normales Gewebe: Bei humanem Lebergewebe bzw. beim Plexus chorioideus aus den lateralen dritten und vierten Hirnventrikeln tritt mit dem Antikörper eine zytoplasmatische Färbung auf. Tonsillengewebe ist negativ.<sup>2</sup>

Abnormales Gewebe: 45/60 (75 %) aller bronchopulmonalen Karzinoide wurden durch den Antikörper entweder fokal oder diffus markiert. Präalbumin differenziert nicht zwischen typischen und atypischen Karzinoiden. Von weiteren mittels Pneumonektomie entnommenen Tumoren trat bei 5/10 Plattenepithelkarzinomen und 2/10 kleinzelligen Karzinomen bei vereinzelt verstreuten Zellen eine schwache Färbung auf; dagegen waren alle 10 Adenokarzinome negativ.<sup>1</sup>

**Richtlinien zur Verdünnung**

**GEL-IMMUNPRÄZIPITATION**

Rocket-Immunelektrophorese: Antikörper: 0,6 µL pro cm<sup>2</sup> Gelfläche. Standard: Dako Human Serum Protein Calibrator, Code-Nr. X0908, 1+5 1+10 1+20 1+50. Verdünnung der Proben: 1+10. Volumen von Standard und Probe: 5 µL.

Einfache radiale Immundiffusion: Antikörper: 0,75 µL pro cm<sup>2</sup> Gelfläche. Standard: Dako Human Serum Protein Calibrator, Code-Nr. X0908, 1+3 1+10 1+15 1+30. Verdünnung der Proben: 1+10. Volumen von Standard und Probe: 5 µL.


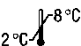

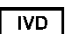



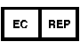
Für Turbidimetrie und Nephelometrie wird Dako Polyclonal Rabbit Anti-Human Prealbumin (Transthyretin), Code-Nr.


Q0362, empfohlen.

**References/ Références/ Literatur**

1. Suresh UR, Wilkes S, Hasleton PS. Prealbumin in the diagnosis of bronchopulmonary carcinoid tumours. J Clin Pathol 1991;44:573-5.
2. Aleshire SL, Bradley CA, Richardson LD, Parl FF. Localization of human prealbumin in choroid plexus epithelium. J Histochem Cytochem 1983;31:608-12.
3. Becker W. Determination of antisera titres using the single radial immunodiffusion method. Immunochem 1969;6:539-46.

**Explanation of symbols / Explication des symboles / Erläuterung der Symbole**

 Catalogue number Référence du catalogue Katalognummer	 2°C – 8°C Temperature limitation Limites de température Zulässiger Temperaturbereich	 Use by Utiliser avant Verwendbar bis
 In vitro diagnostic medical device Dispositif médical de diagnostic in vitro In-vitro-Diagnostikum	 Batch code Réf. du lot Chargenbezeichnung	 Manufacturer Fabricant Hersteller
 Consult instructions for use Consulter les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten	 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