

# PathoDx

## Reagenzien für respiratorische Viren

DE

|            |        |
|------------|--------|
| <b>REF</b> | R62411 |
|            | R62405 |
|            | R62406 |
|            | R62407 |
|            | R62408 |
|            | R62409 |
|            | R62410 |

### 1. VERWENDUNGSZWECK

Remel PathoDx™ zusätzliche Reagenzien für respiratorische Viren sind zur Verwendung mit dem PathoDx Testkit für respiratorische Viren (RVP-Kit) vorgesehen, das alle notwendigen Komponenten für das Testsystem enthält. Diese Reagenzien werden als Ersatzkomponenten angeboten. **Vollständige Informationen zum Produkt und seiner ordnungsgemäßen Verwendung entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage, die mit dem PathoDx Testkit für respiratorische Viren (R62400) geliefert wird.**

### 2. BESCHREIBUNG UND VORBEREITUNG DER REAGENZIEN UND EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

Siehe auch **Vorsichtsmaßnahmen**.



Bei 2 bis 8°C lagern.

**RSV**

#### RSV-Reagenz (grauer Verschluss)

Ein Tropffläschchen mit 2,0 ml Fluorescein-markierten, gereinigten, spezifischen murinen monoklonalen Antikörpern und Gegenfärbung mit Evans Blau in einer Protein-stabilisierten Pufferlösung mit 0,098% Natriumazid als Konservierungsmittel.

**INFLUENZA | A**

#### Influenzae A-Reagenz (blauer Verschluss)

Ein Tropffläschchen mit 2,0 ml Fluorescein-markierten, gereinigten, spezifischen murinen monoklonalen Antikörpern und Gegenfärbung mit Evans Blau in einer Protein-stabilisierten Pufferlösung mit 0,098% Natriumazid als Konservierungsmittel.

**INFLUENZA | B**

#### Influenzae B-Reagenz (violetter Verschluss)

Ein Tropffläschchen mit 2,0 ml Fluorescein-markierten, gereinigten, spezifischen murinen monoklonalen Antikörpern und Gegenfärbung mit Evans Blau in einer Protein-stabilisierten Pufferlösung mit 0,098% Natriumazid als Konservierungsmittel.

**PARAINFLUENZA | 1**

#### Parainfluenzae 1-Reagenz (grüner Verschluss)

Ein Tropffläschchen mit 2,0 ml Fluorescein-markierten, gereinigten, spezifischen murinen monoklonalen Antikörpern und Gegenfärbung mit Evans Blau in einer Protein-stabilisierten Pufferlösung mit 0,098% Natriumazid als Konservierungsmittel.

**PARAINFLUENZA | 2**

#### Parainfluenzae 2-Reagenz (orangefarbener Verschluss)

Ein Tropffläschchen mit 2,0 ml Fluorescein-markierten, gereinigten, spezifischen murinen monoklonalen Antikörpern und Gegenfärbung mit Evans Blau in einer Protein-stabilisierten Pufferlösung mit 0,098% Natriumazid als Konservierungsmittel.

**PARAINFLUENZA | 3**

#### Parainfluenzae 3-Reagenz (weißer Verschluss)

Ein Tropffläschchen mit 2,0 ml Fluorescein-markierten, gereinigten, spezifischen murinen monoklonalen Antikörpern und Gegenfärbung mit Evans Blau in einer Protein-stabilisierten Pufferlösung mit 0,098% Natriumazid als Konservierungsmittel.

**ADENOVIRUS**

#### Adenoviren-Reagenz (gelber Verschluss)

Ein Tropffläschchen mit 2,0 ml Fluorescein-markierten, gereinigten, spezifischen murinen monoklonalen Antikörpern und Gegenfärbung mit Evans Blau in einer Protein-stabilisierten Pufferlösung mit 0,098% Natriumazid als Konservierungsmittel.

### 3. VORSICHTSMASSNAHMEN

**IVD**

*In-vitro*-Diagnostikum.

Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.

Hinweise auf potenziell gesundheitsgefährdende Substanzen entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern und Produktetiketten.

#### SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Den Reagenzien wurde Natriumazid in einer Konzentration von weniger als 0,098% als antibakterieller Wirkstoff hinzugefügt. Um die Aufstauung von explosiven Metallaziden in Blei- oder Kupferrohren zu verhindern, sollten die Reagenzien nur stark verdünnt mit viel Wasser in die Kanalisation entsorgt werden. Wenn möglich, Ablaufsysteme ohne Kupfer- bzw. Bleirohre verwenden.
- Klinische Proben: Bei der Handhabung und Bearbeitung von klinischen Proben müssen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, da lebende, pathogene Organismen vorliegen können. Bei der Handhabung von Kulturen, die vermutlich infektiöse Viren enthalten, müssen die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien des Labors befolgt werden.
- Abfallmaterial: Alle Abfallmaterialien müssen entsprechend den standardmäßigen Laborverfahren und den lokalen Vorschriften zunächst sterilisiert und dann entsorgt werden.

- Das Reagenz enthält Evans-Blau. Obwohl die in dem Produkt vorhandene Konzentration zu gering ist, um als karzinogen klassifiziert zu werden, sollte Hautkontakt vermieden werden.

### 4. PACKUNGSINHALT

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| <b>REF</b> | R62411.....RSV-Reagenz             |
|            | R62405.....Influenza A-Reagenz     |
|            | R62406.....Influenza B-Reagenz     |
|            | R62408.....Parainfluenza 1-Reagenz |
|            | R62409.....Parainfluenza 2-Reagenz |
|            | R62410.....Parainfluenza 3-Reagenz |
|            | R62407.....Adenoviren-Reagenz      |

#### Legende

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| <b>REF</b> | Katalognummer                    |
| <b>IVD</b> | <i>In-vitro</i> -Diagnostikum    |
| <b>LAB</b> | Für Laborgebrauch                |
|            | In der Packungsbeilage nachlesen |
|            | Temperatureinschränkungen        |
| <b>LOT</b> | Chargencode                      |
|            | „Verwendbar bis“                 |
|            | Hersteller                       |



PathoDx™ ist eine eingetragene Marke von Remel Inc.

IFU X7792 überarbeitet November 2012



Remel Europe Ltd.  
Clipper Boulevard West, Crossways  
Dartford, Kent, DA2 6PT  
UK

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebspartner.