

August-Spindler-Strasse 11  
D-37079 Göttingen

Telefon +49.551.308.0  
Telefax +49.551.308.3289  
PCR@Sartorius.com  
www.sartorius.de

Safety Declaration  
Date of print 7/18/16  
Rev. USD1.0DE/EN/FR

### **Safety Declaration for components:**

#### **Lysis Buffer, Separation Paste, Carrier RNA, RNA Rehydration Buffer, DNA Rehydration Buffer, part of Cat. No. SMB95-2004**

##### **English**

Per OSHA 29CFR1910.1200, Commonwealth of Australia [NOHSC:1005, 1008(1999)] and the latest amendments to the European Union Directives 67/548/EC, 1999/45/EC and 1272/2008/EC, the following products do not require a Safety Data Sheet (SDS). Skin-sensitizing, carcinogenic, and reprotoxic substances each comprise less than 0.1% of these products. Furthermore, less than 1% w/w of these products consists of materials that are classed as hazardous to human health or to the environment, or for which a Community limit value has been established. These products also contain no components from the Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation (SVHC) in concentrations of 0.1% or more. Therefore, Sartorius Stedim Biotech GmbH does not provide a SDS for any of the following products. However, when working with these or any chemical reagents, we always recommend the use of gloves, lab coats, and eye protection. Sartorius Stedim Biotech GmbH assumes no liability for damage resulting from handling or contact with these products.

##### **German**

Nach OSHA 29CFR1910.1200, Commonwealth of Australia [NOHSC:1005, 1008(1999)] und den neuesten Änderungen der Europäischen Richtlinien 67/548/EG, 1999/45/EG und 1272/2008/EG benötigen die folgenden Produkte kein Sicherheitsdatenblatt (SDB). Sie enthalten weniger als 0,1% eines hautallergenen Stoffes, weniger als 0,1% eines karzinogenen Stoffes, weniger als 0,1% eines reproduktionstoxischen Stoffes, des Weiteren weniger als 1 Gewichts-% eines als gesundheitsschädlich oder umweltgefährlich eingestuften oder mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert versehenen Stoffes und enthalten keine Komponenten von der Liste „Candidate list of Substances of Very High Concern for authorisation“ (SVHC) in einer Konzentration größer/gleich 0,1%. Deshalb stellt Sartorius Stedim Biotech GmbH kein SDS für die folgenden Produkte zur Verfügung. Wir empfehlen jedoch beim Umgang mit unseren Produkten oder mit Chemikalien das Tragen von Sicherheitsbrillen, Kitteln und Schutzhandschuhen. Sartorius Stedim Biotech GmbH übernimmt keine Haftung resultierend aus dem Umgang oder Kontakt mit unseren Produkten.

##### **French**

En accord avec la directive OSHA 29CFR1910.1200 du Commonwealth d'Australie [NOHSC:1005, 1008(1999)] et les dernières modifications des directives de la Communauté Européenne 67/548/CE, 1999/45/CE et 1272/2008/CE, les produits suivants ne nécessitent pas de fiche de données de sécurité (FDS). Ils contiennent moins de 0,1 % d'une substance provoquant des allergies cutanées, moins de 0,1 % d'une substance cancérogène, moins de 0,1 % d'une substance toxique pour la reproduction, en outre moins de 1 % en poids d'une substance classée comme dangereuse pour la santé ou pour l'environnement ou ayant une valeur limite commune et ils ne contiennent aucun composé de la liste « Candidate list of Substances of Very High Concern for authorisation » (SVHC) dans une concentration supérieure ou égale à 0,1 %. Par conséquent, Sartorius Stedim Biotech GmbH ne fournit pas de FDS pour les produits suivants. Toutefois, lors de la manipulation de ces produits ou d'autres produits chimiques, le port d'une blouse, de gants de protection et de lunettes de sécurité est obligatoire. Sartorius Stedim Biotech GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages découlant de la manipulation ou du contact avec ces produits.