

Sartorius AG  
Weender Landstraße 94-108  
37075 Göttingen

Telefon 0551.308.4011  
Fax 0551.308.3955  
www.sartorius.com

09. Oktober 2013

### Veröffentlichung gem. § 26 Abs. 1 Satz 1 WpHG

Sitz der Gesellschaft: Göttingen  
Registergericht:  
Amtsgericht Göttingen  
HRB-Nr. 1970

Vorstand:  
Dr. Joachim Kreuzburg, Vorsitzender,  
Jörg Pfirrmann,  
Reinhard Vogt

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot,  
Gauting

1. Herr Andreas Franken, Deutschland, hat uns nach § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass er als Erwerber eines Anteils aus dem ungeteilten Erbe nach Horst Sartorius an der Sartorius AG (ISIN: DE0007165607 Stammaktie), Sitz: Göttingen, Weender Landstraße 94-108, 37075 Göttingen, Deutschland, die Schwellen 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 % und 50 % überschritten hat. Zu diesem Zeitpunkt standen ihm 59,98 % an der Sartorius AG zu. Dies entspricht 5.520.484 Stimmrechten.

50,09 %, entsprechend 4.688.540 Stimmrechten, sind ihm als Mitglied der Erbengemeinschaft nach Horst Sartorius zuzuordnen. Diese Stimmrechte unterliegen weiterhin der Testamentsvollstreckung.

8,89 %, entsprechend 831.944 Stimmrechten, sind ihm gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Diese werden unmittelbar von dem durch die Erbengemeinschaft kontrollierten Unternehmen, der Sartorius AG, als eigene Aktien gehalten.

2. Herr Kai-Christian Franken, Deutschland, hat uns nach § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass er als Erwerber eines Anteils aus dem ungeteilten Erbe nach Horst Sartorius an der Sartorius AG (ISIN: DE0007165607 Stammaktie), Sitz: Göttingen, Weender Landstraße 94-108, 37075 Göttingen, Deutschland, die Schwellen 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 % und 50 % überschritten hat. Zu diesem Zeitpunkt standen ihm 59,98 % an der Sartorius AG zu. Dies entspricht 5.520.484 Stimmrechten.

2

50,09 %, entsprechend 4.688.540 Stimmrechten, sind ihm als Mitglied der Erbgemeinschaft nach Horst Sartorius zuzuordnen. Diese Stimmrechte unterliegen weiterhin der Testamentsvollstreckung.

8,89 %, entsprechend 831.944 Stimmrechten, sind ihm gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Diese werden unmittelbar von dem durch die Erbgemeinschaft kontrollierten Unternehmen, der Sartorius AG, als eigene Aktien gehalten.

Sartorius AG  
Der Vorstand