

## Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Uwe Bretthauer, Göttingen

Né en 1958

### Parcours professionnel :

Depuis 1988 Groupe Sartorius, Göttingen  
Depuis 2014 : délégué du personnel à plein temps et président du comité d'entreprise de Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG

2011-2014 : délégué du personnel à plein temps et président du comité d'entreprise de Sartorius Weighing Technology GmbH et du comité d'entreprise du groupe de Sartorius AG

2002-2011 : délégué du personnel à plein temps et président du comité d'entreprise de Sartorius AG et du comité d'entreprise du groupe de Sartorius AG

1988-2002 : chargé de recherche R & D

1978-1982 Thies Klima, Göttingen - Électronicien

### Formation :

- Diplôme d'ingénieur électrotechnicien - Université polyvalente de Cassel
- Électronicien des appareils énergétiques - Robert Bosch GmbH, Göttingen
- Électronicien des appareils électriques - Robert Bosch GmbH, Göttingen

### Mandats relevant du § 125 al. 1 tiret 5 de la loi sur les S. A. :

- Aucun

### Activités majeures en dehors du mandat au Conseil de surveillance :

- Président à temps plein du comité d'entreprise de Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG