

## Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Dr. Lothar Kappich, Hambourg

Né en 1957

### Parcours professionnel :

Depuis 2017	Conseiller indépendant
1998-2017	ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, Hambourg – Directeur
1993-1998	ECE Consulting GmbH, Hambourg – Directeur
1990-1992	ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, Hambourg – Assistant du PDG
1988-1990	Schering AG, Berlin – Contrôleur de gestion
1984-1988	Institut d'économie quantitative (département des relations économiques internationales), Université d'Hanovre – Chargé de recherche

### Formation :

- Dr. rer. pol – Université d'Hanovre
- Diplôme d'économie – Université d'Hanovre
- Technico-commercial – XOX Nabisco GmbH, Celle

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

- Sartorius Stedim Biotech S.A., France (cotée en bourse / interne au groupe) – Conseil d'administration

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

- Conseiller indépendant
- Exécuteur testamentaire de Horst Sartorius
- Mandats relevant du § 125 al. 1 tiret 5 de la loi sur les S. A.