

Curriculum Vitae | Dr. Lothar Kappich

Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Année de naissance : 1957

Nationalité : allemande

Domicile : Hambourg, Allemagne

Membre depuis : Avril 2007

Parcours professionnel

- Depuis 2017 Consultant en entreprise indépendant
- 1998-2017 ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, Hambourg – Directeur
- 1995-2017 Directeur de diverses filiales du groupe ECE
- 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
- Diplômé en économie – Université d'Hanovre
- Technico-commercial – XOX Nabisco GmbH, Celle

Appartenance à d'autres conseils de surveillance constitués conformément à la loi

- Aucune

Appartenance à des organes de contrôle comparables, nationaux et étrangers, d'entreprises commerciales

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

Autres activités majeures en dehors du mandat au Conseil de surveillance

- Exécuteur testamentaire de Horst Sartorius