

Curriculum Vitae | Lothar Kappich

Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A.
Administrateur

Année de naissance : 1957

Nationalité : allemande

Première nomination au conseil d'administration : septembre 2017

Fin du mandat : 2025 - Assemblée générale des actionnaires

Profil professionnel

- | | |
|-------------|--|
| Depuis 2017 | Sartorius AG ¹ - Président du Conseil de surveillance, Allemagne |
| 2007-2017 | Sartorius AG ¹ - Membre du Conseil de surveillance, Allemagne |
| 1990-2017 | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Allemagne, dernier poste occupé : directeur général des ressources humaines et des services généraux de ECE, ainsi que directeur général de nombreuses filiales du groupe ECE |
| 1988-1990 | Schering AG, Allemagne - Contrôleur au département central de contrôle de gestion |

Formation

- Doctorat (Dr. rer. pol.) en économie (sujet de la thèse de doctorat : Théorie de l'activité commerciale internationale)

Autres mandats et fonctions actuels au sein du groupe

- Président du Conseil de surveillance de Sartorius AG, Allemagne

Autres mandats et fonctions en cours en dehors du groupe

- Aucun

¹ Liste publique