

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Dr. Lothar Kappich, Hamburg
geb. 1957

Beruflicher Werdegang

Seit 2017	freiberuflicher Berater
1998-2017	ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, Hamburg – Geschäftsführer
1993-1998	ECE Consulting GmbH, Hamburg – Geschäftsführer
1990-1992	ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, Hamburg – Assistent CEO
1988-1990	Schering AG, Berlin – Controller
1984-1988	Institut für Quantitative Wirtschaftsforschung (Abteilung „Internationale Wirtschaftsbeziehungen“), Universität Hannover – Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Ausbildung

- Dr. rer. pol - Universität Hannover
- Dipl.-Ökonom – Universität Hannover
- Industriekaufmann – XOX Nabisco GmbH, Celle

Mandate i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG

- Sartorius Stedim Biotech S.A., Frankreich (*börsennotiert / konzernintern*) – Board of Directors

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- freiberuflicher Berater
- Testamentsvollstrecker nach Horst Sartorius
- Mandate i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG