

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Dr. Lothar Kappich, Hamburg
geboren 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