

Lebenslauf | Dr. Lothar Kappich

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Geburtsjahr: 1957

Nationalität: Deutsch

Wohnort: Hamburg, Deutschland

Mitglied seit: April 2007

Beruflicher Werdegang

- Seit 2017 freiberuflicher Unternehmensberater
- 1998-2017 ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, Hamburg – Geschäftsführer
- 1995-2017 Geschäftsführer in diversen Tochtergesellschaften der ECE-Gruppe
- 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

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- Sartorius Stedim Biotech S.A., Frankreich (börsennotiert / konzernintern) – Mitglied des Board of Directors (nicht-exekutiv)

Sonstige wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- Testamentsvollstrecker nach Horst Sartorius