

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Dr. Lothar Kappich, Hamburg

geb. 1957 – Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG 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