

CV | Rainer Lehmann

Werdegang

Rainer Lehmann (geboren 1975) wurde im März 2017 als CFO in den Vorstand der Sartorius AG berufen und verantwortet dort zurzeit die Bereiche Finanzen & Controlling, IT, Geschäftsprozess- und Datenmanagement sowie den zentralen Einkauf.

Rainer Lehmann ist Diplom-Kaufmann (FH) und hat Betriebswirtschaft an der PFH Göttingen studiert. Er arbeitet seit 1999 bei Sartorius und war seither in verschiedenen Finanzfunktionen tätig. 2004 wechselte er für zwei Jahre zum Chemiedistributor Biesterfeld und leitete dort das Konzerncontrolling. Nach seiner Rückkehr zu Sartorius übernahm er als Chief Financial Officer Americas die Leitung des Finanzbereichs in der Region, trieb die Konsolidierung und den Ausbau der nordamerikanischen Gesellschaften voran und koordinierte den Aufbau mehrerer Konzerngesellschaften in Lateinamerika. Im Jahr 2016 übernahm er die globale Verantwortung für die Auftragsabwicklung und Logistik sowie das Geschäftsprozessmanagement.

Weitere Tätigkeiten

Neben seinem Engagement bei Sartorius ist Rainer Lehmann unter anderem Mitglied des Regionalbeirates Nord der Commerzbank AG, sowie Mitglied des Unternehmerbeirates der Gothaer Versicherungsbank VVaG.