

Anteilseignervertreter/- innen

Mitglied seit
Unabhängigkeit (gem. DCGK C.6)
Overboarding (gem. DCGK C.4)
Geschlecht
Geburtsjahr
Nationalität
Ausbildungshintergrund

Corporate Governance; Compliance
Strategieentwicklung; Portfolio-Management; M&A
Branchen-Knowhow; kundenspezifische Perspektiven
Technologie- und Produktentwicklung
Kapitalmarkt
Finanzen; Rechnungslegung und Abschlussprüfung; ESG-Regulatorik
Personalwirtschaft; Mitarbeitersicherheit und -engagement
Digitale Transformation; IT
Führung in internationalen Konzernen; C-Level-Erfahrung
Umweltwirkungen; Ressourcenverbrauch
Internationale Erfahrungen bzw. Lebenshintergründe

Arbeitnehmervertreter/- innen

Corporate Governance; Compliance
Strategieentwicklung; Portfolio-Management; M&A
Branchen-Knowhow; kundenspezifische Perspektiven
Technologie- und Produktentwicklung
Kapitalmarkt
Finanzen; Rechnungslegung und Abschlussprüfung; ESG-Regulatorik
Personalwirtschaft; Mitarbeitersicherheit und -engagement
Digitale Transformation; IT
Führung in internationalen Konzernen; C-Level-Erfahrung
Umweltwirkungen; Ressourcenverbrauch
Internationale Erfahrungen bzw. Lebenshintergründe

L. Kappich	D. Ebsworth	D. Favoccia	I. Panzer	F. Riemensperger	K. Trützschler
April 2007	Januar 2020	April 2017	April 2017	März 2022	Nov. 2011
nein ¹	ja	ja	ja	ja	ja
nein	nein	nein	nein	nein	nein
Männlich	Männlich	Weiblich	Weiblich	Männlich	Männlich
1957	1954	1964	1966	1962	1948
Deutsch	Britisch	Deutsch	Deutsch USA	Deutsch	Deutsch
Wirtschafts- wissenschaften	Pharma	Jura	Ingenieurs- wissenschaften	Informatik	Mathematik

■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
	■		■		
	■		■	■	
	■	■	■	■	■
■	■	■			■
■	■		■	■	■
			■	■	
■	■		■		
■			■		■
	■	■	■	■	

A. Becker	B. Henseler	D. Langosch	D. Müller	H. Ritzau	S. Wirth
		■			■
	■	■			■
			■	■	
		■	■		
■	■	■	■	■	■
■	■			■	
	■				
■					
	■				

1 nicht unabhängig von einem kontrollierenden Aktionär, weitere Details unter Unabhängigkeit im Geschäftsbericht 2025 auf Seite 104