

Individuelle Sitzungsteilnahme der Aufsichtsratsmitglieder 2022

AR-Mitglieder	AR-Sitzungen	Präsidialausschuss	Auditausschuss
Lothar Kappich	6/6	3/3	4/4
Manfred Zaffke	6/6	3/3	4/4
Annette Becker	6/6	3/3	
David Raymond Ebsworth	6/6		
Daniela Favoccia	6/6		
Petra Kirchhoff	6/6		
Karoline Kleinschmidt (im AR bis 25. März 2022)	1/6		
Dietmar Müller	6/6		4/4
Ilke Hildegard Panzer	6/6		
Frank Riemensperger (im AR seit 25. März 2022)	5/6		
Hermann-Jens Ritzau	6/6		
Thomas Scheper (im AR bis 25. März 2022)	1/6		
Klaus Rüdiger Trützschler	6/6	3/3	4/4
Sabrina Wirth (im AR seit 25. März 2022)	5/6		

Der Nominierungs- und der Vermittlungsausschuss tagte im Jahr 2022 nicht.