

	L. Kappich	M. Zaffke	A. Becker	D. Ebsworth	D. Favoccia	P. Kirchhoff
Unternehmensführung und Strategieentwicklung	●	●		●	●	
Kundenspezifische Perspektiven				●		
Technologie- und Produktentwicklung				●		
Internationale Märkte				●		●
Finanzwirtschaft	●	●		●		●
Unternehmens- und Kapitalmarktrecht					●	●
Personalwirtschaft	●	●	●	●		
Mitarbeiterspezifische Perspektiven		●	●			●
Digitalisierung			●			
Kompetenz Nachhaltigkeit und Regulatorik	●				●	●
Internationale Erfahrungen bzw. Lebenshintergründe				●	●	
	D. Müller	I. Panzer	H. Ritzau	K. Trützscher	F. Riemensperger	S. Wirth
Unternehmensführung und Strategieentwicklung		●		●	●	●
Kundenspezifische Perspektiven	●	●	●			
Technologie- und Produktentwicklung		●			●	
Internationale Märkte		●			●	
Finanzwirtschaft	●			●		
Unternehmens- und Kapitalmarktrecht				●		
Personalwirtschaft		●		●	●	●
Mitarbeiterspezifische Perspektiven	●		●			●
Digitalisierung		●	●		●	
Kompetenz Nachhaltigkeit und Regulatorik				●		
Internationale Erfahrungen bzw. Lebenshintergründe		●			●	