

Göttingen, 16. Oktober 2025

Sartorius schärft Prognose nach deutlich profitabilem Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten

- Konzernumsatz steigt in den ersten neun Monaten um 7,5 Prozent
- Signifikanter Zuwachs im Wiederholgeschäft mit Verbrauchsmaterialien hält weiter an
- Sparte Bioprocess Solutions wächst um rund 10 Prozent; Laborsparte erholt sich zunehmend
- Operativer Ertrag legt zweistellig um rund 13 Prozent zu; operative Ertragsmarge erhöht sich um 2 Prozentpunkte auf 29,7 Prozent
- Unternehmensleitung konkretisiert Jahresprognose für Konzern und Sparten: rund 7 Prozent Umsatzwachstum und EBITDA-Marge von knapp über 29,5 Prozent im Konzern erwartet

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat seinen profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 sowohl Umsatz als auch Ertrag deutlich gesteigert.

„Die Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf stimmt uns sehr positiv. Mit einem zweistelligen Zuwachs bleibt das margenstarke Geschäft mit Verbrauchsmaterialien der wichtigste Treiber unseres Wachstums. Auch wenn die Kunden weiterhin vorsichtig bei Investitionen in Anlagen und Instrumente sind, stabilisiert sich dieses Geschäft nun. Erfreulich ist auch, dass die Laborsparte sich resilient in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld behauptet und weiter aufholt. Vor diesem Hintergrund schärfen wir die Jahresprognose und erwarten für den Konzern ein Umsatzwachstum in der oberen Hälfte der bisherigen Bandbreite“, so Vorstandschef Dr. Michael Grosse. „Der Biopharmamarkt bleibt dynamisch – angetrieben durch Innovationen und die steigende Nachfrage nach neuartigen Arzneimitteln weltweit. Unsere Kunden stehen dabei vor der dringenden Aufgabe, die Entwicklung und Herstellung dieser neuen Therapeutika zu beschleunigen und gleichzeitig den steigenden Kostendruck zu bewältigen. Mit unseren Technologien zahlen wir genau darauf ein und leisten so einen Beitrag zur besseren Versorgung mit innovativen Medikamenten.“

Geschäftsentwicklung des Konzerns¹

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres erzielte der Sartorius-Konzern einen deutlichen Umsatzzuwachs von wechselkursbereinigt 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 2.611 Millionen Euro. Das nominale Wachstum lag hauptsächlich bedingt durch die Schwäche des US-Dollars bei 5,5 Prozent. Zur Umsatzsteigerung trugen alle Geschäftsregionen bei: Die Region Amerika verzeichnete ein Plus von wechselkursbereinigt 8,2 Prozent, Asien/Pazifik erreichte einen Zuwachs von 8,7 Prozent. In der Region EMEA², in der die Geschäftserholung bereits früher eingesetzt hatte, erhöhte sich der Umsatz um 6,3 Prozent.

Der operative Ertrag gemessen am operativen EBITDA stieg zwischen Januar und September deutlich überproportional um 12,8 Prozent auf 774 Millionen Euro, wobei Volumen-, Produktmix- und Skaleneffekte negative Währungseinflüsse mehr als ausgleichen konnten. Die entsprechende Marge stieg um 2 Prozentpunkte auf 29,7 Prozent, nach 27,7 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Noch stärker entwickelte sich das maßgebliche Periodenergebnis, das um 17,0 Prozent zulegte und einen Wert von 244 Millionen Euro erreichte, nach 208 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Der bereinigte Gewinn je Stammaktie stieg auf 3,52 Euro (VJ 3,01 Euro), der bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie auf 3,53 Euro (VJ 3,02 Euro).

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhte sich zum 30. September 2025 vor allem aufgrund der Einstellung zusätzlicher Beschäftigter in der Fertigung auf 13.878 und lag damit um 350 Personen über dem Stand zum Jahresende 2024.

Die zentralen Bilanz- und Finanzkennziffern des Sartorius-Konzerns sind weiter auf einem soliden Niveau. Die Eigenkapitalquote stieg zum 30. September 2025 auf 39,7 Prozent (31. Dezember 2024: 38,6 Prozent). Der dynamische Verschuldungsgrad verringerte sich weiter planmäßig auf 3,7 (31. Dezember 2024: 4,0). Die Investitionen in die weltweite Forschungs- und Produktionsinfrastruktur betrugen 305 Millionen Euro nach 319 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die auf den Umsatz bezogene Investitionsquote stieg im Jahresverlauf wie geplant und lag Ende September bei 11,7 Prozent (VJ 12,9 Prozent).

Geschäftsentwicklung der Sparte Bioprocess Solutions

Die Sparte Bioprocess Solutions, die für mehr als Dreiviertel des Konzernumsatzes steht und eine breite Palette innovativer Technologien für die effiziente und nachhaltige Herstellung von Biopharmazeutika bietet, verzeichnete erneut ein deutliches Wachstum: Zwischen Januar und September stieg der Umsatz der Sparte um wechsellkursbereinigt 9,9 Prozent (nominal 7,8 Prozent) auf 2.115 Millionen Euro. Treiber dieser Entwicklung war weiterhin das margenstarke Geschäft mit Verbrauchsmaterialien für die Herstellung von Biopharmaka, das seinen starken Wachstumskurs fortsetzte. Während die branchenweite Investitionszurückhaltung der Kunden das Geschäft mit Bioprozess-Equipment und -Anlagen weiterhin beeinträchtigte, stabilisierte sich dieses.

Noch deutlicher als der Umsatz entwickelte sich das operative EBITDA der Sparte, das durch Volumen-, Produktmix- und Skaleneffekte um 17,3 Prozent auf 667 Millionen Euro anstieg (VJ 568 Millionen Euro). Die Marge erhöhte sich deutlich auf 31,5 Prozent nach 28,9 Prozent in der Vergleichsperiode.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres hat die Bioprozesssparte ihr Produktportfolio gezielt ausgebaut, um die Produktivität in der Arzneimittelherstellung weiter zu steigern – unter anderem mit neuen Angeboten zur Prozessintensivierung. Im dritten Quartal kamen außerdem eine weiterentwickelte Filtrationslösung für monoklonale Antikörper, die kürzere Prozesse ermöglicht und den Wasserverbrauch senkt, sowie neue Software-Lösungen für Bioprozesse auf den Markt. Die Sparte ist zudem eine neue Partnerschaft mit dem US-Startup Nanotein Technologies eingegangen. Ziel ist es, die Kommerzialisierung und Weiterentwicklung innovativer Reagenzien voranzutreiben, die die Zellaktivierung und -expansion bei der Herstellung von Zelltherapien fördern.

Geschäftsentwicklung der Sparte Lab Products & Services

Die kleinere der beiden Konzernsparten, Lab Products & Services, die auf Life-Science-Forschung und Pharmalabore spezialisiert ist, zeigte sich in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld resilient: Das Geschäft verbesserte sich in den ersten neun Monaten zunehmend und wies im dritten Quartal wie erwartet eine leicht positive Wachstumsrate auf.

Zwischen Januar und September war der Umsatz mit einer währungsbereinigten Entwicklung von - 1,3 Prozent (nominal - 3,2 Prozent) auf 495 Millionen Euro nur noch leicht rückläufig. Der Anfang Juli akquirierte Mikrogewebe-Spezialist MATTEK trug knapp 1 Prozentpunkt zum Umsatzwachstum bei. Das Geschäft mit Verbrauchsmaterialien für Labore sowie mit Services legte weiter deutlich zu; das mit Laborinstrumenten blieb gedämpft, stabilisierte sich jedoch. Dazu trug auch die zuletzt positive Dynamik im Bereich Bioanalytik, unterstützt durch die im ersten Halbjahr eingeführten Produktneuheiten, bei.

Das operative EBITDA belief sich hauptsächlich infolge von Volumen- und Produktmixeffekten auf 108 Millionen Euro, nach 118 Millionen Euro in der Vorjahresperiode; die Ertragsmarge erreichte 21,7 Prozent (VJ 23,2 Prozent).

Mit Blick auf das Produktportfolio hat die Sparte neben den neuen Bioanalytik-Angeboten, die im ersten Halbjahr eingeführt wurden, zuletzt eine Weiterentwicklung im Bereich der Wägetechnologie auf den Markt gebracht, mit der sich Pipetten schneller ISO-konform kalibrieren lassen.

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 konkretisiert

Auf Basis der bisherigen Ergebnisse und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Auswirkungen bestehender Zölle, der Beiträge aus der MATTEK-Akquisition sowie der starken Vergleichsbasis im vierten Quartal des Vorjahres, konkretisiert die Unternehmensleitung ihre Gesamtjahresprognose für den Konzern und beide Sparten.

So rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatzwachstum auf Konzernebene von rund 7 Prozent (bisher: etwa 6 Prozent organisches Wachstum mit einem Prognosekorridor von etwa plus/minus zwei Prozentpunkten). Darin enthalten ist ein anorganischer Wachstumsbeitrag von etwa 0,3 Prozentpunkten. Die Sparte Bioprocess Solutions dürfte mit rund 9 Prozent das obere Ende der bisher definierten Prognosespanne treffen (bisher: etwa 7 Prozent organisches Wachstum mit einem Prognosekorridor von etwa plus/minus zwei Prozentpunkten). Die Sparte Lab Products & Services sollte ungefähr das Umsatzniveau des Vorjahres erreichen, mit einem Wachstumsbeitrag von gut 1 Prozentpunkt aus der Akquisition von MATTEK (bisher: etwa 1 Prozent organisches Wachstum mit einem Prognosekorridor von etwa plus/minus zwei Prozentpunkten).

Mit Blick auf den Ertrag erwartet die Unternehmensleitung eine operative EBITDA-Marge auf Konzernebene von knapp über 29,5 Prozent (bisher: rund 29 bis 30 Prozent), wobei die Marge der Sparte Bioprocess Solutions auf knapp über 31,5 Prozent (bisher: rund 31 bis 32 Prozent) steigen und die der Laborsparte etwa 21,5 Prozent (bisher: rund 22 bis 23 Prozent) erreichen soll.

Die Prognose für die auf den Umsatz bezogene Investitionsquote bleibt unverändert und dürfte bei etwa 12,5 Prozent liegen; auch der dynamische Verschuldungsgrad soll sich weiterhin auf etwa 3,5 verringern.

1 Sartorius veröffentlicht alternative Leistungskennzahlen, die nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert sind. Diese werden mit dem Ziel ermittelt, eine bessere Vergleichbarkeit der Geschäftsleistung im Zeitablauf bzw. im Branchenvergleich zu ermöglichen.

- Operatives EBITDA: das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation
- Maßgebliches Periodenergebnis: Periodenergebnis nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote
- Bereinigter Gewinn je Aktie: Maßgebliches Periodenergebnis in Relation zum gewichteten Durchschnitt der Anzahl der ausstehenden Stamm- beziehungsweise Vorzugsaktien
- Dynamischer Verschuldungsgrad: Quotient aus Nettoverschuldung und operativem EBITDA der vergangenen zwölf Monate inklusive des pro-forma-Beitrags von Akquisitionen für diese Periode

2 EMEA = Europa, Mittlerer Osten, Afrika

Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius-Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Alle prognostizierten Zahlen sind, wie in den vergangenen Jahren auch, auf Basis konstanter Währungsrelationen angegeben. Die Unternehmensleitung weist darauf hin, dass die Dynamiken und Volatilitäten in der Branche in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Zudem spielen Unsicherheiten aufgrund der veränderten geopolitischen Lage wie etwa die Entkopplungstendenzen verschiedener Staaten sowie die handelspolitischen Rahmenbedingungen eine zunehmende Rolle. Daraus ergibt sich eine erhöhte Unsicherheit bei der Prognose von Geschäftszahlen.

Erläuterung der Geschäftsergebnisse

In der englischsprachigen Telefonkonferenz für Investoren am 16. Oktober 2025 um 13:00 Uhr MESZ erläutern der Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Grosse und der Finanzvorstand Dr. Florian Funck die Geschäftszahlen der ersten neun Monate 2025. Zur Anmeldung: https://sar.to/9M_2025_IR_Call

Sartorius in Kürze

Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro. Mehr als 13.500 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.

Besuchen Sie unseren [Newsroom](#) oder folgen Sie Sartorius auf [LinkedIn](#)

Kontakt

Petra Müller
Head of Investor Relations
+49 (0)551.308.6035
petra.mueller2@sartorius.com

Kennzahlen zu den ersten neun Monaten 2025

in Mio. €, sofern nicht anderweitig angegeben	Sartorius Konzern				Bioprocess Solutions				Lab Products & Services			
	9 Mon. 2025	9 Mon. 2024	Δ in %	Δ in % wb ¹	9 Mon. 2025	9 Mon. 2024	Δ in %	Δ in % wb ¹	9 Mon. 2025	9 Mon. 2024	Δ in %	Δ in % wb ¹
Umsatz												
Umsatz	2.610,5	2.473,9	5,5	7,5	2.115,3	1.962,4	7,8	9,9	495,2	511,5	-3,2	-1,3
▪ EMEA ²	1.084,1	1.020,1	6,3	6,3	886,6	813,6	9,0	9,1	197,5	206,4	-4,3	-4,4
▪ Amerika ²	924,8	879,4	5,2	8,2	762,7	713,6	6,9	9,9	162,1	165,8	-2,2	0,7
▪ Asien Pazifik ²	601,6	574,4	4,7	8,7	466,0	435,2	7,1	11,3	135,6	139,3	-2,6	0,8
Ergebnis												
Underlying EBITDA ³	774,2	686,5	12,8		666,5	568,0	17,3		107,7	118,5	-9,1	
Underlying EBITDA-Marge ³ in %	29,7	27,7			31,5	28,9			21,7	23,2		
Maßgebliches Periodenergebnis ⁴	243,6	208,2	17,0									
Periodenergebnis ⁵	124,7	75,1	66,0									
Cashflow												
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	511,0	612,9	-16,6									
Free Cashflow ⁶	199,7	280,5	-28,8									
Finanzdaten je Aktie												
Ergebnis je StA ⁴ in €	3,52	3,01	16,9									
Ergebnis je VzA ⁴ in €	3,53	3,02	16,8									

1 Wechselkursbereinigt: Bei der Darstellung von wechselkursbereinigten Zahlen werden für die jeweils vergleichenden Perioden identische Wechselkurse verwendet

2 Nach Sitz des Kunden

3 Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation

4 Periodenergebnis nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote

5 Nach Anteilen Dritter

6 Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit abzüglich Cashflow aus Investitionstätigkeit

Keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.

Kennzahlen für das 3. Quartal 2025

in Mio. €, sofern nicht anderweitig angegeben	Konzern				Bioprocess Solutions				Lab Products & Services			
	Q3 2025	Q3 2024	Δ in %	Δ in % wb ¹	Q3 2025	Q3 2024	Δ in %	Δ in % wb ¹	Q3 2025	Q3 2024	Δ in %	Δ in % wb ¹
Umsatz												
Umsatz	843,2	793,6	6,2	10,6	680,4	631,4	7,8	12,1	162,8	162,2	0,3	4,4
▪ EMEA ²	352,3	329,3	7,0		285,0	263,6	8,1		67,3	65,7	2,4	
▪ Amerika ²	286,4	276,8	3,5		233,4	222,3	5,0		53,0	54,5	-2,7	
▪ Asien Pazifik ²	204,5	187,6	9,0		162,0	145,5	11,3		42,5	42,1	1,0	
Ergebnis												
Underlying EBITDA ³	246,9	215,1	14,8		213,2	179,0	19,1		33,6	36,0	-6,7	
Underlying EBITDA- Marge ³ in %	29,3	27,1			31,3	28,4			20,7	22,2		
Maßgebliches Periodenergebnis ⁴	74,9	59,8	25,3									
Periodenergebnis ⁵	43,8	14,2	207,8									
Finanzdaten je Aktie												
Ergebnis je StA ⁴ in €	1,08	0,87	25,3									
Ergebnis je VzA ⁴ in €	1,08	0,87	25,3									

1 Wechselkursbereinigt: Bei der Darstellung von wechselkursbereinigten Zahlen werden für die jeweils vergleichenden Perioden identische Wechselkurse verwendet

2 Nach Sitz des Kunden

3 Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation

4 Periodenergebnis nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote

5 Nach Anteilen Dritter

Keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.

Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. €	Q3 2025	Q3 2024	9 Mon. 2025	9 Mon. 2024
Umsatzerlöse	843,2	793,6	2.610,5	2.473,9
Kosten der umgesetzten Leistungen	-450,0	-448,5	-1.370,1	-1.344,1
Bruttoergebnis	393,3	345,1	1.240,5	1.129,8
Vertriebskosten	-163,3	-163,9	-497,0	-499,8
Forschungs- und Entwicklungskosten	-40,4	-46,8	-131,8	-137,4
Allgemeine Verwaltungskosten	-55,4	-52,8	-178,8	-165,9
Sonstige betriebliche Erträge	15,0	14,3	38,5	32,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19,5	-27,7	-72,4	-61,9
Überschuss vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT)	129,7	68,2	399,0	297,2
Finanzielle Erträge	4,8	11,6	45,7	44,3
Finanzielle Aufwendungen	-49,5	-48,9	-189,4	-184,6
Finanzergebnis	-44,7	-37,3	-143,6	-140,3
Ergebnis vor Steuern	85,0	30,9	255,3	156,8
Ertragsteuern	-22,9	-8,3	-68,9	-42,1
Jahresüberschuss	62,0	22,5	186,4	114,7
Davon entfallen auf:				
Aktionäre der Sartorius AG	43,8	14,2	124,7	75,1
Nicht beherrschende Anteile	18,3	8,3	61,7	39,6
Ergebnis je Stammaktie (€) (unverwässert verwässert)	0,63	0,21	1,80	1,08
Ergebnis je Vorzugsaktie (€) (unverwässert verwässert)	0,63	0,21	1,81	1,09

Keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.

Gesamtergebnisrechnung

in Mio. €	Q3 2025	Q3 2024	9 Mon. 2025	9 Mon. 2024
Jahresüberschuss	62,0	22,5	186,4	114,7
Absicherung künftiger Zahlungsströme (Cashflow Hedges)	-6,0	8,2	43,2	-2,2
davon effektiver Teil der Veränderungen des beizulegenden Zeitwertes	0,0	9,3	45,5	1,1
davon umgegliedert in Gewinn oder Verlust	-6,0	-1,1	-2,3	-3,2
Ertragsteuern auf die Absicherung künftiger Zahlungsströme	1,8	-1,4	-13,0	0,9
Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb (Währungsumrechnung)	0,2	-27,6	-44,2	-12,4
Währungsumrechnungsdifferenzen	-26,6	-38,6	-181,1	9,4
Posten, die möglicherweise in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden, nach Steuern	-30,6	-59,4	-195,0	-4,2
Neubewertungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen	0,0	0,0	2,1	1,9
Ertragsteuern auf Neubewertungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen	0,0	0,0	-0,6	-0,6
FVOCI Eigenkapitalinstrumente	-9,8	0,3	-6,8	-8,6
Posten, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden, nach Steuern	-9,8	0,3	-5,3	-7,2
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	-40,4	-59,1	-200,3	-11,4
Gesamtergebnis	21,7	-36,6	-13,9	103,3
Davon entfallen auf:				
Aktionäre der Sartorius AG	11,9	-40,8	-46,1	60,3
Nicht beherrschende Anteile	9,8	4,3	32,2	43,0

Keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.

Bilanz

in Mio. €	30. Sept. 2025 ¹	31. Dez. 2024
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- oder Firmenwerte	3.466,7	3.502,1
Sonstige Immaterielle Vermögenswerte	1.840,0	1.967,2
Sachanlagen	2.409,4	2.347,2
Finanzielle Vermögenswerte	77,7	82,1
Sonstige Vermögenswerte	4,9	4,4
Aktive latente Steuern	97,0	86,3
	7.895,8	7.989,3

Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	827,9	788,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	278,3	317,9
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	40,7	27,1
Ertragsteueransprüche	66,4	62,5
Sonstige Vermögenswerte	114,7	104,2
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	389,9	813,4
	1.718,0	2.113,7
Summe Aktiva	9.613,8	10.103,0

in Mio. €	30. Sept. 2025 ¹	31. Dez. 2024
Eigenkapital		
Den Aktionären der Sartorius AG zustehendes Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	69,1	69,0
Kapitalrücklage	245,9	244,9
Andere Rücklagen und Bilanzergebnis	2.353,2	2.450,9
Nicht beherrschende Anteile	1.145,3	1.133,0
	3.813,5	3.897,8

Langfristiges Fremdkapital		
Pensionsrückstellungen	59,2	59,7
Sonstige Rückstellungen	23,1	22,8
Finanzverbindlichkeiten	3.237,1	4.022,1
Leasingverbindlichkeiten	168,8	144,6
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	101,8	106,2
Passive latente Steuern	401,9	405,3
	3.991,8	4.760,6

Kurzfristiges Fremdkapital		
Rückstellungen	36,0	42,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	323,2	344,1
Vertragsverbindlichkeiten	210,1	254,0
Finanzverbindlichkeiten	828,2	356,5
Leasingverbindlichkeiten	35,2	36,6
Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitnehmenden	148,9	122,1
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	62,6	83,4
Ertragsteuerverbindlichkeiten	107,2	144,0
Sonstige Verbindlichkeiten	56,9	61,1
	1.808,4	1.444,6
Summe Passiva	9.613,8	10.103,0

1 Keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.

Kapitalflussrechnung

in Mio. €	9 Mon. 2025	9 Mon. 2024
Ergebnis vor Steuern	255,3	156,8
Finanzergebnis	143,6	140,3
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	309,6	296,9
Veränderung der Rückstellungen	-4,6	-4,8
Veränderung der Forderungen und sonstige Vermögenswerte	4,9	14,3
Veränderung der Vorräte	-87,1	161,0
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten)	-2,4	-64,1
Einzahlungen für Zinsen	19,1	20,8
Ertragsteuern	-131,6	-115,5
Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen	4,3	7,2
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	511,0	612,9
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-305,0	-319,2
Investitionen in Finanzanlagen	-6,3	-13,3
Erwerb von Tochterunternehmen und anderen Geschäftsbetrieben	-67,1	0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-378,4	-332,4
Kapitalerhöhungen	0,0	197,7
Gezahlte Zinsen	-162,8	-186,5
Dividendenzahlungen an:		
- Aktionäre der Sartorius AG	-50,7	-50,7
- Nicht beherrschende Anteile	-20,0	-20,0
Veränderungen der nicht beherrschenden Anteile	-4,0	788,9
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-315,2	-824,4
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	0,0	12,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-552,8	-82,5
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-420,2	198,0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode	813,4	379,2
Veränderung aus der Währungsumrechnung	-3,3	2,0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode	389,9	579,2

Keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.

Überleitungsrechnung

in Mio. €	9 Mon. 2025	9 Mon. 2024
EBIT	399,0	297,2
Sondereffekte	65,6	92,4
Amortisation	116,6	119,4
Normalisiertes Finanzergebnis ¹	-123,0	-127,1
Normalisierter Steueraufwand ²	-123,7	-103,1
Bereinigtes Ergebnis nach Steuern	334,5	278,8
Nicht beherrschende Anteile	-90,9	-70,6
Bereinigtes Ergebnis nach Steuern und nach nicht beherrschenden Anteilen	243,6	208,2
Bereinigtes Ergebnis je Aktie		
je Stammaktie in €	3,52	3,01
je Vorzugsaktie in €	3,53	3,02

1 Finanzergebnis bereinigt um Bewertungseffekte aus der Folgebewertung bedingter Kaufpreisverbindlichkeiten sowie Effekte aus der Fremdwährungsumrechnung und -sicherung

2 Steueraufwand unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Konzernsteuersatzes, basierend auf dem bereinigten Ergebnis vor Steuern

Keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.