

Tecan baut Partnering Business durch Akquisition von Sias aus

- **Sias, ein führender OEM-Anbieter von Laborautomationslösungen, ergänzt die breite Palette von Tecan mit neuen Plattformen, Kompetenzen und Firmenkunden**
- **Sias wird als Teil der Division Partnering Business von der globalen Verkaufs- und Serviceinfrastruktur von Tecan profitieren**
- **Bewertung der Transaktion entspricht ungefähr dem für 2015 erwarteten Jahresumsatz von Sias**
- **Die räumliche Nähe der Schweizer Standorte ermöglicht Synergien und gemeinsame Effizienzsteigerungen**
- **Positiver Beitrag der Akquisition zum Gewinn pro Aktie vor transaktionsbezogenen Abschreibungen im Jahr 2017 erwartet**

Männedorf, Schweiz, 28. Oktober 2015 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekannt gegeben, dass mit den Mehrheitsaktionären von Sias der Kauf der Sias AG durch Tecan vereinbart wurde. Sias ist ein führender OEM-Anbieter einer breiten Palette von modularen und kompletten Systemlösungen im Bereich der Laborautomation. Sias wird als Teil der Division Partnering Business von der globalen Verkaufs- und Serviceinfrastruktur von Tecan profitieren. Durch die Akquisition baut Tecan das führende OEM-Geschäft weiter aus, ergänzt es mit neuen Firmenkunden aus dem Segment In-vitro-Diagnostik sowie mit einer gut gefüllten Pipeline an neuen Entwicklungsprojekten. Die modularen Plattformen und Robotikkomponenten von Sias eignen sich optimal für Anwendungen mit einem niedrigeren bis mittleren Durchsatz. Damit erweitern sie die Palette von bestehenden Automationslösungen und Komponenten von Tecan.

Die Bewertung der Transaktion entspricht ungefähr dem für 2015 erwarteten Jahresumsatz von Sias in Höhe von rund CHF 25 Millionen. Der Gesamtpreis der Transaktion wird vollständig in bar geleistet. Tecan erwartet einen positiven Beitrag der Akquisition zum Gewinn pro Aktie vor transaktionsbezogenen Abschreibungen im Jahr 2017. Der Abschluss der Transaktion hängt von bestimmten Bedingungen ab, einschliesslich der zeitgerechten Übertragung von ausreichenden Aktien.

Dr. David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: "Wir sind sehr zufrieden, dass wir diese Vereinbarung abschliessen konnten, und freuen uns bereits heute darauf, das Team von Sias bei uns willkommen zu heissen. Durch Sias können wir unser führendes OEM-Geschäft weiter ausbauen. Zudem ermöglicht uns Sias Zugang zu komplementären Automationsplattformen, die sich besonders gut als Basis für kleinere bis mittlere OEM-Systeme für Diagnostik- und Forschungsanwendungen eignen."

Dr. Achim von Leoprechting, Leiter des Partnering Business von Tecan, ergänzte: “Die Kernexpertise von Sias in der Automation von Immunoassays und Workflows im Bereich der Molekulardiagnostik sowie die starke Kundenbasis in China passen perfekt in unsere Unternehmensstrategie. Zusätzlich ermöglicht die räumliche Nähe der beiden Schweizer Standorte die Nutzung von Synergien.”

Andre Günter, CEO von Sias, sagte: “Wir haben eine Vereinbarung mit gegenseitigem Nutzen abgeschlossen. Wir verfügen über ein motiviertes, hochqualifiziertes Team, innovative Technologien und führende Produkte, eine starke Pipeline mit neuen Entwicklungsprojekten sowie engagierte Kunden auf der ganzen Welt. Die globale Präsenz von Tecan ermöglicht uns, noch schneller als derzeit zu wachsen, indem wir die lokalen Verkaufs- und Serviceorganisationen von Tecan nutzen können. Wir werden in grossem Umfang von den kombinierten Ressourcen einer grösseren Entwicklungsorganisation profitieren. Für die Aktionäre von Sias ist es zudem eine gute Gelegenheit, ihre loyale Investition zu realisieren.”

Ein führender OEM-Anbieter von spezialisierten Automationslösungen

Die Sias AG ist ein führender OEM-Anbieter einer breiten Palette von modularen und kompletten Systemlösungen im Bereich der Laborautomation. Das Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Herstellern im Liquid-Handling-Segment. Sias wurde im Jahr 2000 in Hombrechtikon (Zürich) gegründet. Seit 2011 hat Sias die Position als innovativer OEM-Anbieter weiter gestärkt, auch durch die Akquisition der Xiril AG im Jahr 2012. Das Unternehmen beschäftigt rund 80 Mitarbeitende und beliefert Kunden in Europa, den USA und China. Die Kunden von Sias sind vorwiegend im Bereich der Diagnostik und der Forschung tätig.

Zusätzliche Informationen sind auf der Internetseite von Sias verfügbar:

www.sias.biz

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2014 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 400 Mio. (USD 437 Mio.; EUR 331 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).



3

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Vice President, Communications & Investor Relations

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com