

Tecan akquiriert SPEware Corporation, einen führenden Anbieter im Bereich der Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie

- **Akquisition der US-amerikanischen SPEware Corporation erweitert das Angebot von Tecan an dedizierten Gesamtlösungen in ein neues Marktsegment**
- **SPEware wird als Teil der Division Life Sciences Business von der globalen Präsenz und starken Position von Tecan bei Instrumenten im Bereich der Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie profitieren**
- **Ausbau der wiederkehrenden Umsätze von Tecan; über 70% der Umsätze von SPEware mit funktionalen Verbrauchsmaterialien**
- **Basis-Kaufpreis von USD 50.0 Mio. (CHF 49.0 Mio.)**
- **Bewertung entspricht ungefähr dem dreifachen erwarteten Umsatz für das Geschäftsjahr 2016 von SPEware; EBITDA-Marge höher als bei Tecan**
- **Sofortiger positiver Beitrag zum Gewinn pro Aktie vor transaktionsbezogenen Abschreibungen erwartet**
- **Abschluss der Transaktion voraussichtlich in den kommenden Wochen**

Männedorf, Schweiz, 31. August 2016 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute die Akquisition der US-amerikanischen SPEware Corporation (SPEware) bekannt gegeben. Tecan erweitert damit das Angebot an dedizierten Gesamtlösungen in ein neues Marktsegment. SPEware ist ein führender Anbieter im Bereich der Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie mit Schwerpunkt im nordamerikanischen Markt. Das Unternehmen wird Teil der Division Life Sciences Business und wird von Tecans globaler Präsenz, der bestehenden Kundenbasis sowie der starken Position bei Automationsplattformen, die gezielt auf die Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie ausgelegt sind, profitieren. Die Akquisition von SPEware erhöht die wiederkehrenden Umsätze von Tecan weiter, da SPEware über 70% des Umsatzes mit funktionalen Verbrauchsmaterialien generiert.

Der Basis-Kaufpreis in Höhe von USD 50.0 Mio. (CHF 49.0 Mio.) wird vollständig in bar geleistet. Die Unternehmensbewertung entspricht hiermit ungefähr dem dreifachen erwarteten Umsatz von SPEware für das Geschäftsjahr 2016. Die EBITDA-Marge von SPEware liegt dabei höher als diejenige von Tecan. Abhängig von der Erreichung erfolgsbezogener Ziele über die nächsten zwei Jahre wird ein zusätzlicher Betrag in Höhe von bis zu USD 10.0 Mio. (CHF 9.8 Mio.) fällig. Tecan erwartet einen sofortigen positiven Beitrag der Akquisition zum Gewinn pro Aktie vor transaktionsbezogenen Abschreibungen. Die Transaktion wird voraussichtlich in den kommenden

Wochen abgeschlossen. Tecan erwartet daher keinen wesentlichen Einfluss der Akquisition auf die Finanzergebnisse des Geschäftsjahres 2016.

David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: „Das gesamte Team von SPEware hat bei der Entwicklung und Vermarktung seiner proprietären Technologie zur Festphasenextraktion ausgezeichnete Arbeit geleistet. Derzeit hat SPEware den Vermarktungsschwerpunkt in Nordamerika. Gemeinsam können wir nun von der globalen Verkaufs- und Serviceinfrastruktur von Tecan profitieren, um auf der bisherigen Dynamik von SPEware aufzubauen und das Wachstum weiter zu beschleunigen. Diese Transaktion folgt stark der Logik unserer Akquisition von IBL International im Jahr 2014. Diese unterstützte unsere Entwicklung hin zu einem Lösungsanbieter für dedizierte Anwendungen, und zwar im Bereich der Immunoassays für Spezialparameter. Mit den Verbrauchsmaterialien und dedizierten Instrumenten von SPEware können wir unser Lösungsangebot nun in die Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie erweitern. Wir freuen uns sehr, das SPEware-Team bei Tecan willkommen zu heissen.“

Phil Dimson, CEO und Gründer von SPEware, sagte: „Es freut uns ausserordentlich, Teil der Tecan Group zu werden. Diese Kombination schafft bedeutenden Mehrwert für unsere Kunden und Mitarbeitenden. Tecans globale Präsenz und Marktführerschaft in der Laborautomation, auch in unserem Kerngeschäft, ist die perfekte Ergänzung zu SPEwares funktionalen Verbrauchsmaterialien und Instrumenten für die Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie.“

Ein führender Anbieter im Bereich der Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie

SPEware bedient analytische Labors mit hochentwickelten Lösungen für die Probenvorbereitung, indem das Unternehmen funktionale Verbrauchsmaterialien mit dedizierten Instrumenten und Modulen kombiniert, um die Abläufe bei der Kombination der Flüssigkeitschromatographie mit der Massenspektrometrie (LC-MS) effizienter zu gestalten. Der Gesamtmarkt für diese Art von Extraktionstechnologien wächst im mittleren einstelligen Prozentbereich pro Jahr. SPEware ist in den letzten Jahren deutlich über dem Markt gewachsen, dies dank eines differenzierten Produktangebots sowie einer Marktentwicklung, welche zunehmend den Einsatz der automatisierten Festphasenextraktion für Tests mit hoher Komplexität gegenüber anderen Methoden zur Probenvorbereitung begünstigt.

Die Kunden von SPEware sind überwiegend grosse Referenzlabors sowie spezialisierte Laboratorien in Nordamerika, welche die angebotenen Lösungen hauptsächlich für toxikologische Untersuchungen und andere Analysen von komplexen Proben wie Urin und Speichel einsetzen. Die Trennung eines Zielanalyts aus einer komplexen Probe, bevor dieser in ein LC-MS eingebracht werden kann, verbessert unter anderem die Robustheit des Assays und führt zu einer geringeren

Wartungsintensität des Instruments. Die proprietären, mit Mikropartikeln gefüllten Verbrauchsmaterialien zur Anreicherung einer Substanz für die Festphasenextraktion bieten bedeutende Vorteile, darunter eine höhere Selektivität, eine reproduzierbare Auftrennung sowie verbesserte Datenqualität. Ebenso sind die Workflows besser zu automatisieren, wodurch zusätzliche Möglichkeiten zur Integration von SPEwares automatisierten Überdruckprozessoren in die Liquid-Handling-Workstations von Tecan entstehen.

SPEware, mit Sitz in Baldwin Park, Kalifornien (USA), wurde vor knapp 20 Jahren gegründet und beschäftigt über 60 Mitarbeitende. Der Betrieb ist vertikal integriert und verfügt über Produktentwicklung, Einrichtungen zur Befüllung der Verbrauchsmaterialien, Spritzgussanlagen und eine Fertigung von dedizierten Instrumenten.

Zusätzliche Informationen sind auf der Internetseite von SPEware verfügbar:

www.spewarecorporation.com

Berater von SPEware bei der Transaktion war Achelous Partners, LLC.

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 2015 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 440 Mio. (USD 459 Mio.; EUR 411 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

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