

### **Tecan akquiriert IBL International und wird integrierte Lösungen im Bereich der Diagnostik von Spezialparametern anbieten**

- **Akquisition von IBL International, einem führenden Anbieter von Immunoassays für Spezialparameter, unterstützt Tecans Entwicklung hin zu einem Lösungsanbieter**
- **Tecan wird integrierte Lösungen im wachsenden Segment des Immunoassay-Marktes für spezialisierte Tests anbieten**
- **IBL International wird Teil der Division Life Sciences Business und von der globalen Präsenz und starken Position von Tecan bei Immunoassay-Instrumenten profitieren**
- **Teilbereich des Immunoassay-Marktes steht nicht im Wettbewerb mit typischen Instrumentenkunden in der Division Partnering Business**
- **Transaktion mit Gesamtpreis von EUR 29.0 Mio. (CHF 35.2 Mio.); Bewertung entspricht dem 1.8-fachen Umsatz von IBL International im Jahr 2013**
- **Erwarteter positiver Beitrag der Akquisition zum Gewinn pro Aktie vor transaktionsbezogenen Abschreibungen im zweiten vollen Jahr nach Abschluss der Transaktion**
- **Transaktion wird voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen**

**Männedorf, Schweiz, 30. Juli 2014** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute die Akquisition von IBL International bekannt gegeben. Die Akquisition ist ein wichtiger strategischer Schritt, der die Entwicklung von Tecan hin zu einem Lösungsanbieter mit einem höheren Anteil an wiederkehrenden Umsätzen unterstützt. IBL International ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Mikrotiterplatten-basierten Immunoassays und verfügt über eines der grössten Angebote an Tests für diagnostische Spezialparameter für die Forschung und Routinediagnostik. IBL International wird Teil der Division Life Sciences Business und damit von der globalen Präsenz sowie der langen Tradition von Tecan bei Immunoassay-Instrumenten in der klinischen Diagnostik profitieren. Der Teilbereich der Mikrotiterplatten-basierten Immunoassays, der von IBL International bedient wird, erschliesst für Tecan einen neuen Markt, der nicht im Wettbewerb mit typischen Instrumentenkunden in der Division Partnering Business steht.

Der Gesamtpreis der Transaktion in Höhe von EUR 29.0 Mio. (CHF 35.2 Mio.) wird vollständig in bar geleistet. Die Unternehmensbewertung entspricht dem 1.8-fachen Umsatz von IBL International im Finanzjahr 2013. Tecan erwartet einen positiven Beitrag der Akquisition zum Gewinn pro Aktie vor transaktionsbezogenen Abschreibungen im zweiten vollen Geschäftsjahr. Die Transaktion wird voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen.

David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, das Team von IBL International bei Tecan willkommen zu heissen. Durch die Kombination der beiden Unternehmen können wir Forschungs- und Diagnostiklaboratorien zukünftig ein breites Spektrum an Immunoassays für Spezialparameter zusammen mit optimierten Automationslösungen anbieten – unterstützt durch die globale Verkaufs- und Serviceorganisation von Tecan. Mikrotiterplatten-basierte Immunoassays sind ein Wachstumsmarkt für eine grosse und zunehmende Anzahl von Tests für medizinische Spezialparameter, ein Marktsegment, das gewöhnlich ausserhalb des Betätigungsfeldes der grossen Diagnostikfirmen liegt. Als Bestandteil unserer Strategie stellt diese Akquisition einen wichtigen Schritt für uns dar, um zukünftig vollständig integrierte Lösungen, inklusive der Reagenzien, anbieten zu können. Damit erschliessen wir eine neue Quelle von wiederkehrenden Umsätzen.“

### **Immundiagnostikexperte trifft auf Automationsspezialist – eine perfekte Kombination**

Der Markt für Mikrotiterplatten-basierte Immunoassays wächst im mittleren einstelligen Prozentbereich pro Jahr und bildet einen attraktiven Teilbereich des grossen Gesamtmarktes für Immundiagnostik. Einige Spezialgebiete wie der Nachweis von seltenen oder saisonalen Infektionskrankheiten, Untersuchungen von Störungen des Immunsystems oder die Speichel- und Allergiediagnostik wachsen mit einer höheren Rate. Obwohl es bereits sehr viele unterschiedliche Tests für Spezialparameter gibt und die Zahl weiter zunimmt, wird in einem Labor jeder einzelne Test nur in einer kleineren Anzahl pro Tag durchgeführt (High Mix / Low Volume). Neue Tests für medizinische Spezialparameter werden meist mit bewährten immundiagnostischen Technologien entwickelt und zuerst in einem Mikrotiterplatten-Format im Markt eingeführt.

Grosse Diagnostikunternehmen, die typischen Kunden im Partnering Business von Tecan, konzentrieren sich dagegen eher auf eine kleinere Anzahl unterschiedlicher Routinetests, die jeweils in hohen Stückzahlen pro Tag und in Einzelproben auf Grosssystemen bearbeitet werden (Low Mix / High Volume).

Im wachsenden High-Mix/Low-Volume-Marktsegment von IBL International gibt es einen steigenden Bedarf an einem integrierten Angebot von Instrumenten und Reagenzien. Endkunden im Labor würden in hohem Masse von weniger komplexen und einfach zu bedienenden Automationslösungen mit niedrigerem Durchsatz profitieren, die bereits mit bestimmten Reagenzien vorkonfiguriert wurden.

Automationslösungen für Mikrotiterplatten-basierte Immunoassays sind eine traditionelle Stärke von Tecan im klinischen Diagnostikmarkt. Zusammen mit IBL International kann Tecan die Automationsexpertise sowie die führende Position bei offenen Instrumentenplattformen für die Immundiagnostik nutzen und zukünftig dedizierte Instrumente zusammen mit einem der grössten Angebote an Tests für diagnostische Spezialparameter kombinieren.

Tecan sieht ebenfalls eine Gelegenheit, das Geschäft in den aufstrebenden Märkten auszubauen, in denen der Markt für Mikrotiterplatten-basierte Immunoassays auch für volumenstarke Tests wächst. In diesen Regionen ist Tecan ein führender Anbieter von Hochdurchsatzplattformen, mit deren Hilfe klinische Labors Immunoassays mit der ELISA-Technologie untersuchen. Die Integration von Reagenzien wird hier zukünftig ein noch weiter differenzierbares Produktangebot erlauben.

„Durch Nutzung der starken Position von Tecan bei Instrumenten, der globalen Präsenz und dem Zugang zu Kunden im Bereich der klinischen Diagnostik wird Tecan IBL International in die Lage versetzen, schneller zu wachsen, als dies als alleinstehendes Unternehmen möglich wäre“, sagte Jan Boesen, CEO von IBL International.

### **IBL International – ein führendes Spezialunternehmen in einem wachsenden Marktsegment**

IBL International wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet und beschäftigt über 80 Mitarbeitende. Der Hauptstandort befindet sich in Hamburg, Deutschland. Im Jahr 2013 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz in Höhe von rund EUR 16 Mio. (CHF 20 Mio.) bei einer EBITDA-Marge, die auf einem mit der Tecan Group vergleichbaren Niveau lag. IBL International ist in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb eines umfangreichen Portfolios von Immunoassays tätig. Das Angebot umfasst Enzym-, Radio- sowie Lumineszenz-Immunoassays für die Forschung und Routinediagnostik, einschliesslich einer grossen Auswahl an Spezialparametern für die Endokrinologie, Neurodegeneration, das Neugeborenen-Screening und zur Analyse von Steroidhormonen im Speichel. IBL International unterhält eine eigene Vertriebsorganisation in Deutschland, Nordamerika sowie den Beneluxstaaten und verfügt ausserdem über ein breites Distributionsnetz.

Zusätzliche Informationen sind auf der Internetseite von IBL International verfügbar:

[www.ibl-international.com/en/](http://www.ibl-international.com/en/)

Berater von IBL International bei der Transaktion war Achelous Partners, LLC .

### **Über Tecan**

Tecan ([www.tecan.com](http://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



4

Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2013 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 388 Mio. (USD 419 Mio.; EUR 316 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

**Für weitere Informationen:**

**Tecan Group**

Martin Brändle

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

[investor@tecan.com](mailto:investor@tecan.com)

[www.tecan.com](http://www.tecan.com)