

Tecan stellt die neuen Fluent™-Laborautomationslösungen vor

Männedorf, Schweiz, 24. Juni, 2014 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute die Markteinführung der Fluent™-Produktfamilie als neuste Ergänzung zum umfangreichen Portfolio an Liquid-Handling-Lösungen für die Laborautomation bekanntgegeben. Fluent ist ein einzigartiges Automationskonzept. Es wurde für den anwendungsspezifischen Bedarf von Laboratorien entwickelt und erlaubt eine deutlich höhere Kapazität und Geschwindigkeit. Anfangs mit einem Fokus auf die vollständige Automation von zellbasierten und biochemischen Testabläufen, wird das neue System Module und Geräte umfassen, die für diese Testverfahren erforderlich sind – integriert in einer einfach zu bedienenden, leistungsfähigen Plattform.

David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: „Wir freuen uns ausserordentlich über die Markteinführung der Fluent-Laborautomationslösungen. Mit drei neuen Instrumenten ergänzen sie unsere führende Freedom-EVO-Produktfamilie und verbreitern unser Portfolio. Fluent ist ein bedeutendes Entwicklungsprojekt für Tecan. Die Markteinführung der ersten Produktwelle untermauert unsere führende Marke im Bereich der Laborautomation, die für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation steht.“

Fluent spiegelt einen zunehmenden Trend hin zu anwendungsspezifischen Lösungen im Life-Science-Markt wider. Wissenschaftler gehen Partnerschaften mit Instrumentenherstellern ein, die qualitativ hochwertige und benutzerfreundliche technische Lösungen anbieten sowie die Anwender sachkundig und prompt unterstützen. Unsere ersten Fluent-Lösungen haben wir entwickelt, um dem Automationsbedarf im schnell wachsenden Markt für zellbiologische Anwendungen nachzukommen. Testkunden und Assay-Partner waren beeindruckt von der Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit unseres Systems.“

Simplicity – Productivity – Confidence

Fluent liefert hohe Präzision, grösseren Durchsatz und erlaubt längere Zeiten ohne notwendige Benutzerinteraktion – Labormitarbeitende können mehr erledigen bei gleichzeitig grösserer Sicherheit der Resultate. Das von Grund auf neu entwickelte System ist in drei Grössen verfügbar. Je nach Grösse bietet die Arbeitsfläche eine Kapazität von 30 bis 72 Mikrotiterplatten und erfüllt damit die Durchsatzanforderungen von fast jedem Labor.

Die Fluent-Lösung für zellbasierte Tests wurde entwickelt, um die Komplexität in der zellbiologischen Forschung zu reduzieren, die täglichen Routineaufgaben zu vereinfachen, den

Durchsatz zu steigern und die Zuverlässigkeit und Qualität der Testresultate zu erhöhen. High-Definition-Liquid-Handling gewährleistet Präzision und Genauigkeit über einen grossen Volumenbereich von unter einem Mikroliter bis zu mehreren Millilitern. Die patentierte Adaptive Signal Technology™ erkennt sogar sehr kleine Flüssigkeitsvolumen präzise, was die genaue Kontrolle ermöglicht. Anwender können dadurch kleinere Reagenzien- und Probenvolumen einsetzen und erheblich Kosten sparen. Das patentierte Dynamic Deck™ hat einen modularen Aufbau über mehrere Ebenen und bietet eine aussergewöhnlich grosse Verarbeitungskapazität. Sämtliche zusätzlichen Geräte, die für zellbasierte Anwendungen benötigt werden, beispielsweise Inkubatoren, Mikroplatten-Reader und -Washer, können flexibel in eine einzige, vollständig automatisierte Plattform integriert werden.

Liquid Handling sowie die Logistik verschiedener Gefässe und Laborutensilien waren nie einfacher. Dank der drei Roboterarme, die simultan unterschiedliche Aufgaben erfüllen, wird der rechtzeitige Abschluss der Tests sichergestellt und damit die Dauer minimiert, welche die Zellen ausserhalb des Inkubators verbringen. Die perfekte Koordination der Roboterarme wird über die Path-Finder™-Technologie erreicht. Path Finder optimiert die individuellen Armbewegungen und passt sie kontinuierlich an die sich verändernde Topographie der Arbeitsfläche an. Damit entfällt die bisher erforderliche aufwendige Programmierung der individuellen Armbewegungen, was sowohl das Einrichten des Systems wie auch den Routineeinsatz beschleunigt.

Die intuitive FluentControl™-Software und der eingebaute berührungsempfindliche Bildschirm erleichtern die täglichen Aufgaben: Der Nutzer wird bei der Einrichtung und dem Einsatz des Systems Schritt für Schritt geführt – eine Voraussetzung für einen konsistenten, reproduzierbaren Betrieb.

Fluent wird zusammen mit spezifischen Applikationsberichten (Application Notes) eingeführt, die zusammen mit Partnern entwickelt wurden, um echte wissenschaftliche Daten zu generieren. Damit konnten Machbarkeitsnachweise (Proof of Concept) für eine Auswahl an gebräuchlichen zellbasierten Testsystemen erbracht werden.

Weitere Informationen zur Fluent-Laborautomationslösung werden heute um 16:00 Uhr (MESZ) in einem Webinar für Anwender vorgestellt. Anmeldung unter: <http://www.tecan.com/WebinarFA>

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 2013 erzielte



3

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

www.tecan.com