

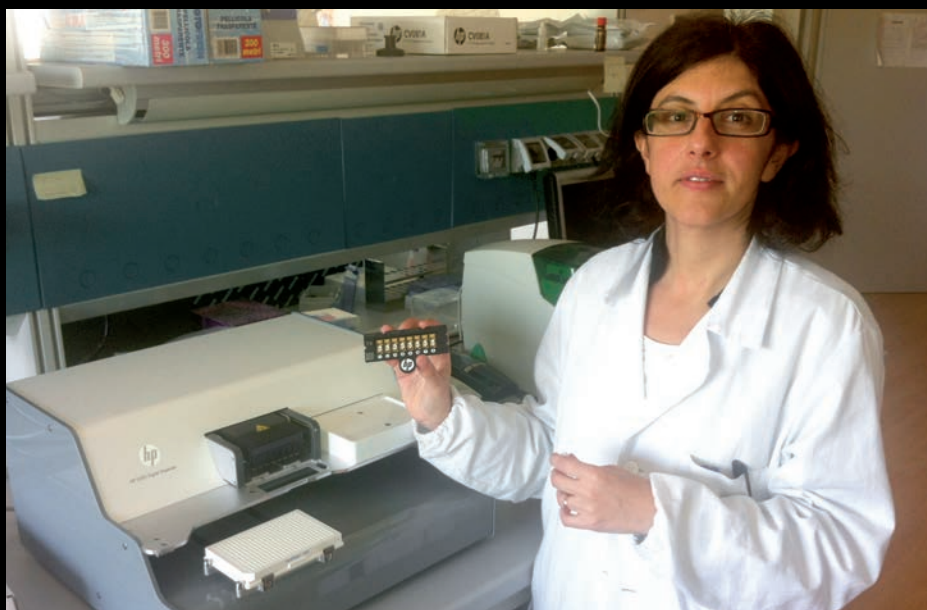
デジタル時代の到来

TES Pharma は、創薬向けに分子や細胞、ADME をスクリーニングするバイオテクノロジー企業である。同社は最近、HP D300 デジタル ディスペンサーを導入した結果、アッセイの再現性が高まり、探索的研究に多くの時間を割けるといったダイレクトディスペンシングの恩恵を享受している。

TES Pharma は、イタリアのペルージャ近郊の町コルチアーノを拠点とした、創薬プロセスの化合物スクリーニングを専門とする小規模バイオ企業である。同社は、ドラッグデザインや化学に関する深い知識とシステムや分子生物学的アプローチとを組み合わせ、世界中のパートナーと共同で学術機関と企業の創薬研究を最適の方法でマッチングしている。

TES Pharma は、小規模ながら高いスキルと豊富な経験を備えたチームで、ペルージャ大学と緊密に連携しながら、さまざまな疾患状況に関わる可能性のある新規化合物を迅速に開発および探索している。同社は、ワークフローを標準化するとともにスタッフがより多くの時間を研究活動に割けるようにするため、最近 Tecan の HP D300 デジタル ディスペンサーを導入した。TES Pharma の共同設立者、Graeme Robertson 氏は次のように述べた。「創薬プロセスは、ますます専門化されつつあり、新規治療薬の開発のため特殊なスキルを持つ複数のパートナーが共同で研究作業を進める事例が増えています。TES Pharma の強みは、高度なスクリーニング アッセイ開発にあります。特定の状況や分野の疾患を専門とする学術機関のパートナーと協力することで、従来の創薬パイプラインが直面しがちな問題を回避できると考えています。

そのためには、当社の中核技術に関する業務に集中する必要があります。HP D300 デジタル ディスペンサーによって、私たちは実験結果に妥協することなく時間をより有効に活用できるようになりました。当社は小規模な共同研究施設ですので、完全なラボオートメーションシステムを効率的に稼働させるような高度なスループットを備えられませんが、HP D300 は当社の規模に合った使いやすく精度の高い分注システムで、面倒な手作業による希釈が不要となります。またデジタルディスペンシングは、これまでの手作



TES Pharma のシニアサイエンティスト Francesca De Franco 氏と HP D300 デジタルディスペンサー

業に比べ貴重な化合物が無駄になりにくく、高感度アッセイでの DMSO 含有量も限られている上、再現性が高いため、大きなメリットがあります。しかし最大の利点は、熟練スタッフの手間を省略し、より多くの時間を探索的研究に割り当てられるということです。また、手作業では不可能だった方法で条件を設定し、他の方法では見逃されがちな新たな生物活性を迅速に特定します。」

ダイレクト デジタル ディスペンサーについての詳細は、www.tecan.co.jp/digitaltitration/ を参照してください。

TES Pharma についての詳細は、www.tespharma.com を参照してください。

「HP D300 は、使いやすく精度の高い分注システムで、面倒な手作業による希釈が不要となります。」

「HP D300 は当社の規模に合った使いやすく精度の高い分注システムで、面倒な手作業による希釈が不要となります。」

■この記事は2012年9月発行 Tecan Journal 3/2012に掲載されているユーザーストーリーを抜粋、翻訳したものです。ご質問、ご要望は下記までお願いします。

テカンジャパン株式会社

TEL. 044-556-7311/FAX. 044-556-7312

E-mail: infojapan@tecan.com