

Fachabteilung LSR im VDPGH

AG MARKTFORSCHUNG

Mitarbeiterperspektiven am Standort Deutschland

Michael Byczynski und Peter Quick, Fachabteilung Life Science Research

Für 2010 haben 16 Life Sciences-Forschungsunternehmen als LSR-Mitglieder im VDPGH an den Jahreserhebungen teilgenommen. Erneut unterscheidet sich die Zusammensetzung des teilnehmenden Firmenpanels von der Erhebung des Vorjahres, so dass das Restatement der Vorjahresdaten von Bedeutung ist.

Sieben dieser Unternehmen haben Umsätze gemeldet, die von deutschen Standorten aus im Ausland erlöst worden sind. Insgesamt ist die Summe der sowohl international als auch in Deutschland erlöst Umsätze eurobasiert im Kalenderjahr 2010 um mehr als 10% gestiegen. Die Zahl der Mitarbeiter an den deutschen Standorten dieser Unternehmen ist mit 7,2% erfreulich gewachsen; die Mitarbeiter in Produktion plus Forschung & Entwicklung stellen über 50% der Belegschaften.

Die LSR-Branche ist in Deutschland hervorragend aufgestellt, die Perspektiven der Mitarbeiter sind sehr gut.

Firmenpanel Marktforschung 2009/2010

Agilent Technologies Deutschland GmbH

Beckman Coulter GmbH

Becton Dickinson GmbH

Bio-Rad Laboratories GmbH

Eppendorf AG

Fisher Scientific GmbH

Greiner Bio-One GmbH

Hamilton Robotics GmbH

Merck KGaA

Peqlab Biotechnologie GmbH

PerkinElmer LAS (Germany) GmbH

Promega GmbH

Qiagen GmbH

Serva Electrophoresis GmbH

SIGMA-ALDRICH Chemie GmbH

Thermo Fisher Scientific
(Scientific Instruments) GmbH

	Mitarbeiter	Wachstum %
Firmenpanel 2010	4.025	7,2%
Produktion	1.500	5,5%
F & E	525	4,8%
Azubis	110	10,0%
Alle anderen MA	1.890	9,1%

Eine Aufgabe für die AG Marktforschung war 2010 die Abstimmung und Überleitung zu den Marktdaten der ALSSA (Analytical & Life Science Systems Association) in den USA. Diese beauftragt die SDI Inc. (Strategic Directions International) mit der Marktforschung, während die Fachabteilung (FA) LSR ihre Daten direkt mit und für die LSR-Unternehmen erhebt. Dabei richtet SDI sich nach Produkten, die als typisch für die Life Sciences-Forschung gelten, während sich die AG am tatsächlichen Bedarf der in der Grundlagen- oder angewandten Life Sciences-Forschung aktiven Wissenschaftler orientiert. Diese geben natürlich auch Geld für Laboreinrichtungen, Analysensysteme, Zentrifugen oder Pipetten aus, die anderen Forschungsfeldern gewidmet sein könnten.

LSR-Markt ist gewachsen

Nach den auf US-Dollar basierten Daten der ALSSA von 2010 und entsprechend der Formel, die die Brücke zur Marktdefinition der FA LSR bildet, ist der LSR-Markt 2010 weltweit um 6,4% gewachsen, auf knapp 26,4 Milliarden US-\$. Zweistellige Wachstumssieger sind die Spektroskopie und die Massenspektrometrie, während die Life Sciences-Instrumentierung mit 6% wächst, die zellbasierte Analyse auf gut 4% zurückfällt und die Laborautomatisierung stagniert.

Die ungewohnt geringere Dynamik der zellbasierten Assays zeigt sich auch im deutschen Markt. Umsätze mit der Pharmaindustrie, die einen grundlegend hohen Bedarf an zellbasier-

ten Assays hat, sind rückläufig, bedingt durch Restrukturierungen und Budgetbeschränkungen innerhalb der Pharmaunternehmen.

2009/2010 erreichte die Marktforschung der FA LSR einen erfreulich hohen Grad an Auflösung. So wird die relative Entwicklung der Marktsegmente Forschung; Pharma; analytische Dienstleistungen und Übergang Forschung-Diagnostik, Biotechnologie; Industrie und Behörden/Non-Profit sorgfältig registriert. Auch die Auflösung der Produktgruppen wie

- Sample Preparation von Zentrifugen über Pipetten bis zu Ausrüstungen für die Zellkultur, Zellmanipulation, Automated Liquid Handler,
- Probes Enrichment & Purification von Standard und Real-Time PCR Cycler,
- Detection von Microarray Instruments über Microtiterplate-Reader zu Photometern oder Confocal Cellular Imaging Systems, und
- Analyse von vertikaler/horizontale Elektrophorese bis Gel-Dokumentation & Imaging führt über die Jahre zu Daten, die die Abstimmung zwischen Bedarf der Forschung und Unternehmensstrategie erleichtert und im Interesse aller Marktteilnehmer wirkt.



Termine für
LSR-Firmen

11. Mai 2011, Berlin
Versammlung der Fachabteilung LSR und
VDPGH-Mitgliederversammlung