

## LSR im VDGH

### UMSTRUKTURIERUNG

# Fachabteilung LSR entwickelt sich dynamisch

Bernd Berressem, VDGH

Die Fachabteilung Life Science Research (LSR) im VDGH hat ihren Internetauftritt überarbeitet (<http://lsr.vdgh.de>). Die neue übersichtliche Struktur informiert schnell über die Aktivitäten der Fachabteilung, Termine und Branchenevents. Für Mitglieder steht darüber hinaus ein passwortgeschützter Bereich zur Verfügung, über den verbandsinterne Informationen und Ergebnisse der Gremienarbeit abgerufen werden können.

### Neue Struktur der Ausschüsse

Auf der Fachabteilungssitzung am 3. Februar 2011 wurden aufgrund der Weiterentwicklung der Fachabteilung neue Strukturen festgelegt: Der Ausschuss Marktforschung betreut die Quartalerhebungen und die jährliche Markterhebung. Weitere Themen sind die Transparenz der Forschungsförderung und die Darstellung der LSR-Branche als attraktiver Arbeitgeber. Der systematische Austausch mit der Wissenschaft erfolgt über den Ausschuss Wissenschaftsdialog. Alle Themen der elektronischen Kundenkommunikation, einschließlich E-Invoicing und E-Standards werden im Ausschuss Kundenkommunikation behandelt. Über die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit werden Beiträge aus den Arbeitsgruppen oder zu speziellen LSR-Themen für die Veröffentlichung erstellt. Interessierte Nichtmitglieder können an Ausschuss-Sitzungen teilnehmen und müssten sich diesbezüglich an die VDGH-Geschäftsstelle wenden.

Die diesjährige Mitgliederversammlung des VDGH ist stark auf die Fachabteilung LSR ausgerichtet. Dr. Helge Braun, Parlamentarischer Staatssekretär beim BMBF, berichtet im öffentlichen Teil der Versammlung am 11. Mai 2011 ab 18.30 Uhr über das neue Rahmenprogramm Gesundheitsforschung des Bundes. Die Versammlung der

The screenshot shows the website for Life Science Research (LSR) under the VDGH umbrella. The page features a green header with the LSR logo and navigation links for HOME, KONTAKT, and IMPRESSUM. A search bar is visible on the right. Below the header, there are logos for various member companies including MILLIPORE, peolab, PerkinElmer, Promega, and SERVA. A section titled 'Was ist Life-Science-Research?' provides a definition of the field. A 'Termine' (Events) section lists upcoming events, including a customer communication event on 16.03.2011 and an internal auditor course on 17.03.2011. The VDGH logo and address are also visible at the bottom left of the page.

Fachabteilung findet am selben Tag von 10.00 bis 16.00 Uhr statt.

### Zahl der Mitglieder steigt kontinuierlich

Die Fachabteilung LSR konnte seit ihrer Gründung im Jahr 2006 die Mitgliederzahl verdreifachen und ist zu einem wichtigen Branchen-Sprachrohr geworden. Sie versteht sich als Partner für wissenschaftliche, politische, berufliche und wirtschaftliche Verbände und Organisationen sowie als Interessenvertretung ihrer Mitglieder. Daneben profitieren diese vom Informationsaustausch und anderen Serviceangeboten:

- Interessenvertretung der Branche bei Institutionen und Förderern,
- Informationsquelle über Entwicklungen und Tendenzen im LSR-Markt,
- Informationsaustausch und Meinungsbildung zu aktuellen Themen,

- Markterhebungen (Quartal und Jahr),
- exklusiver Zugang zu detaillierten Daten über Marktentwicklungen und monatliche Berichte zur Forschungsförderung,
- gemeinsame Umsetzung von Recherchen und Analysen zu Themen, die im allgemeinen Interesse liegen (Beispiele: Studie Kundenkommunikation der Zukunft, vertiefte Analyse zur Struktur der Fördermittel oder der Stammzellforschung),
- Informationen zu öffentlichen Ausschreibungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Termine für LSR-Firmen

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