



# KURS TERMINE 2020

| INSTRUMENTELLE ANALYTIK                                 |          |      |      |                  |       |       |       |       |      |     |     |       |     |       |     |
|---|----------|------|------|------------------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|
| Chromatographie-Datenverarbeitung                       | Kurs N°  | PL   | Tage | Jan              | Feb   | Mär   | Apr   | Mai   | Jun  | Jul | Aug | Sep   | Okt | Nov   | Dez |
| TotalChrom Softwarekurs*                                | N0202052 | CDS  | 4    |                  |       |       | 21-24 |       |      |     |     |       |     | 17-20 |     |
| Chromera Softwarekurs*                                  | N0200541 | CDS  | 2.5  | Kurs auf Anfrage |       |       |       |       |      |     |     |       |     |       |     |
| Empower Software Basiskurs*                             | N0232043 | CDS  | 1    | Kurs auf Anfrage |       |       |       |       |      |     |     |       |     |       |     |
| Empower Software Anwenderkurs*                          | N0232044 | CDS  | 2    | Kurs auf Anfrage |       |       |       |       |      |     |     |       |     |       |     |
| Flüssigchromatographie                                  | Kurs N°  | PL   | Tage | Jan              | Feb   | Mär   | Apr   | Mai   | Jun  | Jul | Aug | Sep   | Okt | Nov   | Dez |
| Einführung in die HPLC*                                 | N0200535 | LC   | 4    | Kurs auf Anfrage |       |       |       |       |      |     |     |       |     |       |     |
| LC-MS/MS mit Simplicity Software*                       | N0233060 | LC   | 3.5  | Kurs auf Anfrage |       |       |       |       |      |     |     |       |     |       |     |
| IRIS Softwarekurs*                                      | N0200536 | LC   | 1    | Kurs auf Anfrage |       |       |       |       |      |     |     |       |     |       |     |
| Gaschromatographie                                      | Kurs N°  | PL   | Tage | Jan              | Feb   | Mär   | Apr   | Mai   | Jun  | Jul | Aug | Sep   | Okt | Nov   | Dez |
| Einführung in die Gaschromatographie*                   | N0200430 | GC   | 3.5  |                  |       | 2-5   |       |       |      |     |     |       |     | 2-5   |     |
| GC-Troubleshooting*                                     | N0232045 | GC   | 1    |                  |       | 6     |       |       |      |     |     |       |     | 6     |     |
| Headspace-Trap Workshop                                 | NEW      | GC   | 1    |                  |       | 26    |       |       |      |     |     | 17    |     |       |     |
| Headspace-Gaschromatographie*                           | N0200431 | GC   | 2    |                  |       | 24-25 |       |       |      |     |     | 15-16 |     |       |     |
| GC-MS   | Kurs N°  | PL   | Tage | Jan              | Feb   | Mär   | Apr   | Mai   | Jun  | Jul | Aug | Sep   | Okt | Nov   | Dez |
| Theoretische Grundlagen der GC-MS*                      | N0232038 | GCMS | 0.5  |                  | 17    |       |       |       |      |     |     | 28    |     |       |     |
| GC-MS Softwareschulung*                                 | N0232039 | GCMS | 2    |                  | 18-19 |       |       |       |      |     |     | 29-30 |     |       |     |
| GC-MS Troubleshooting + Hands-On*                       | N0232040 | GCMS | 1    |                  | 20    |       |       | 5     |      |     |     |       | 1   |       |     |
| GC-MS mit TurboMass/<br>Clarus MS/ SQ8 - im Paket*      | N0200432 | GCMS | 3.5  |                  | 17-20 |       |       |       |      |     |     | 28-1  |     |       |     |
| Infrarot-Spektrometrie                                  | Kurs N°  | PL   | Tage | Jan              | Feb   | Mär   | Apr   | Mai   | Jun  | Jul | Aug | Sep   | Okt | Nov   | Dez |
| IR-Analytik - Vom Messen zur<br>Spektrenauswertung**    | N0237009 | IR   | 3    | Kurs auf Anfrage |       |       |       |       |      |     |     |       |     |       |     |
| IR-Basiskurs*   | N0200128 | IR   | 2    |                  |       | 24-25 |       |       |      |     |     | 15-16 |     |       |     |
| IR-Spectrum Software-Anwendertraining*                  | N0200131 | IR   | 2    |                  |       |       |       | 12-13 |      |     |     |       | 6-7 |       |     |
| IR-Spektreninterpretation*                              | N0200129 | IR   | 2.5  |                  |       |       |       |       | 29-1 |     |     |       |     | 9-11  |     |
| IR-Spektreninterpretation mit<br>Rechnerunterstützung** | N0200129 | IR   | 2.5  | Kurs auf Anfrage |       |       |       |       |      |     |     |       |     |       |     |
| FTIR- Mikroskopie-Spotlight<br>Anwendertraining*        | N0237031 | IR   | 1.5  | Kurs auf Anfrage |       |       |       |       |      |     |     |       |     |       |     |

Veranstaltungsort: \*Rodgau | \*\*Österreich | \*\*\*Hamburg

| INSTRUMENTELLE ANALYTIK  |                |           |             |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|----------------|-----------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Thermische Analyse   | Kurs N°        | PL        | Tage        | Jan              | Feb        | Mär        | Apr        | Mai        | Jun        | Jul        | Aug        | Sep        | Okt        | Nov        | Dez        |
| DSC-Einführung mit Pyris Software*                             | N0200632       | TEA       | 2.5         |                  |            |            |            |            | 15-17      |            |            |            |            |            |            |
| <b>UV/Vis-Spektrometrie</b>                                    | <b>Kurs N°</b> | <b>PL</b> | <b>Tage</b> | <b>Jan</b>       | <b>Feb</b> | <b>Mär</b> | <b>Apr</b> | <b>Mai</b> | <b>Jun</b> | <b>Jul</b> | <b>Aug</b> | <b>Sep</b> | <b>Okt</b> | <b>Nov</b> | <b>Dez</b> |
| UV WinLab Softwarekurs*  | N0200211       | UVS       | 2.5         |                  |            | 16-18      |            |            |            |            |            |            |            | 23-25      |            |
| Qualitätssicherung mit UV WinLab*                              | N0235003       | UVS       | 1           |                  |            | 19         |            |            |            |            |            |            |            | 26         |            |
| Fluoreszenz-Spektrometrie                                      | Kurs N°        | PL        | Tage        | Jan              | Feb        | Mär        | Apr        | Mai        | Jun        | Jul        | Aug        | Sep        | Okt        | Nov        | Dez        |
| FL WinLab/BL Studio™**   | N0200212       | FLUO      | 2.5         | Kurs auf Anfrage |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Atomabsorptions-Spektrometrie</b>                           | <b>Kurs N°</b> | <b>PL</b> | <b>Tage</b> | <b>Jan</b>       | <b>Feb</b> | <b>Mär</b> | <b>Apr</b> | <b>Mai</b> | <b>Jun</b> | <b>Jul</b> | <b>Aug</b> | <b>Sep</b> | <b>Okt</b> | <b>Nov</b> | <b>Dez</b> |
| AAS-Einführung (Flamme/Graphitrohr)*                           | N0200920       | AA        | 3           |                  |            |            | 21-23      |            |            |            |            |            |            | 17-19      |            |
| AAS-Einführung - Flammen-AAS*                                  | N0231008       | AA        | 2           |                  | 18-19      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| AAS-Einführung - Graphitrohr-AAS*                              | N0231009       | AA        | 2           |                  |            |            |            |            |            |            |            |            | 6-7        |            |            |
| WinLab/ Syngistix Softwarekurs für AA*                         | N0200925       | AA        | 1           |                  |            |            |            |            |            |            |            | 17         |            |            |            |
| Graphitrohr-AAS Fortgeschrittenkurs*                           | N0200924       | AA        | 2           |                  |            |            |            | 5-6        |            |            |            |            |            |            |            |
| FIMS/ FIAS/FIAS-Furnace*                                       | N0200922       | AA        | 2           |                  |            | 3-4        |            |            |            |            |            | 29-30      |            |            |            |
| Titan MPS Probenvorbereitung*                                  | N0200923       | AA        | 2           | Kurs auf Anfrage |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>ICP-OES</b>   | <b>Kurs N°</b> | <b>PL</b> | <b>Tage</b> | <b>Jan</b>       | <b>Feb</b> | <b>Mär</b> | <b>Apr</b> | <b>Mai</b> | <b>Jun</b> | <b>Jul</b> | <b>Aug</b> | <b>Sep</b> | <b>Okt</b> | <b>Nov</b> | <b>Dez</b> |
| ICP-OES-Einführungskurs*                                       | N0200078       | ICP       | 3.5         |                  | 24-27      |            |            |            | 29-2       |            |            |            |            | 9-12       |            |
| ICP-OES-Fortgeschrittenkurs*                                   | N0200079       | ICP       | 2           |                  |            |            |            | 26-27      |            |            |            |            |            | 3-4        |            |
| WinLab/ Syngistix für ICP Softwarekurs*                        | N0200035       | ICP       | 1           |                  |            |            |            | 7          |            |            |            |            |            |            |            |
| ICP-OES Workshop - Ölanalytik in der Praxis*                   | N0236004       | ICP       | 1           | Kurs auf Anfrage |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>ICP-MS</b>  | <b>Kurs N°</b> | <b>PL</b> | <b>Tage</b> | <b>Jan</b>       | <b>Feb</b> | <b>Mär</b> | <b>Apr</b> | <b>Mai</b> | <b>Jun</b> | <b>Jul</b> | <b>Aug</b> | <b>Sep</b> | <b>Okt</b> | <b>Nov</b> | <b>Dez</b> |
| NexION Einführungskurs*  | N0200194       | ICPMS     | 5           |                  |            | 16-20      |            |            | 15-19      |            |            |            |            | 30-4       |            |
| NexION Fortgeschrittenkurs*                                    | N0236005       | ICPMS     | 2           |                  |            |            |            | 12-13      |            |            |            |            |            | 24-25      |            |
| <b>Flüssigszintillationszählung/<br/>Radiometric Detection</b> | <b>Kurs N°</b> | <b>PL</b> | <b>Tage</b> | <b>Jan</b>       | <b>Feb</b> | <b>Mär</b> | <b>Apr</b> | <b>Mai</b> | <b>Jun</b> | <b>Jul</b> | <b>Aug</b> | <b>Sep</b> | <b>Okt</b> | <b>Nov</b> | <b>Dez</b> |
| LSC Einführungskurs***   | N0236520       | RRD       | 3           |                  |            | 2-4        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| LSC Fortgeschrittenkurs ***                                    | N0236522       | RRD       | 2           |                  |            | 5-6        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| LSC Basic Course***  | N0236521       | RRD       | 3           |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 16-18      |            |
| LSC Advanced Course***   | N0236523       | RRD       | 2           |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 19-20      |            |
| <b>Multi Mode Detection</b>                                    | <b>Kurs N°</b> | <b>PL</b> | <b>Tage</b> | <b>Jan</b>       | <b>Feb</b> | <b>Mär</b> | <b>Apr</b> | <b>Mai</b> | <b>Jun</b> | <b>Jul</b> | <b>Aug</b> | <b>Sep</b> | <b>Okt</b> | <b>Nov</b> | <b>Dez</b> |
| Multimode Reader Fortgeschrittenkurs                           | N0209767       | MMD       | 1.5         | Kurs auf Anfrage |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Liquid Handling</b>   | <b>Kurs N°</b> | <b>PL</b> | <b>Tage</b> | <b>Jan</b>       | <b>Feb</b> | <b>Mär</b> | <b>Apr</b> | <b>Mai</b> | <b>Jun</b> | <b>Jul</b> | <b>Aug</b> | <b>Sep</b> | <b>Okt</b> | <b>Nov</b> | <b>Dez</b> |
| Janus (MultiPROBE II) - Basiskurs                              | N0209758       | AWS       | 3           | Kurs auf Anfrage |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Janus (MultiPROBE II) - Fortgeschrittenkurs                    | N0209759       | AWS       | 2           | Kurs auf Anfrage |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Laborkompetenz</b>  | <b>Kurs N°</b> | <b>PL</b> | <b>Tage</b> | <b>Jan</b>       | <b>Feb</b> | <b>Mär</b> | <b>Apr</b> | <b>Mai</b> | <b>Jun</b> | <b>Jul</b> | <b>Aug</b> | <b>Sep</b> | <b>Okt</b> | <b>Nov</b> | <b>Dez</b> |
| Qualitätssicherung im analytischen Labor**                     | N0209767       | GLP       | 2           | Kurs auf Anfrage |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Qualitätssicherung im analytischen Labor*                      | N0209777       | GLP       | 2           |                  |            |            |            |            |            |            | 25-26      |            |            |            |            |

Veranstaltungsort: \*Rodgau | \*\*Österreich | \*\*\*Hamburg

#### Anmeldung:

Kursbeschreibungen, Anmeldeunterlagen oder den aktuellen Stand der Kursbelegung erhalten Sie in unserem Schulungszentrum:

PerkinElmer Akademie  
Ferdinand-Porsche-Ring 17  
63110 Rodgau  
<http://www.perkinelmer.de/corporate/training>

Telefon: +49 6106 610 403  
Telefax: +49 6106 610 487  
E-Mail: [DEtraining@perkinelmer.com](mailto:DEtraining@perkinelmer.com)

#### Hinweise:

Die Veranstaltungsorte sind \*Rodgau, \*\*Österreich und \*\*\*Hamburg. Die genaue Veranstaltungsadresse wird rechtzeitig bekannt gegeben. Prinzipiell können alle Kurse, die wir in Rodgau anbieten, auch in Österreich stattfinden. Bitte informieren Sie uns über Ihre Kursinteressen. Individuelle Schulungen vor Ort auf Anfrage.

PerkinElmer, Inc.  
940 Winter Street  
Waltham, MA 02451 USA  
P: (800) 762-4000 or  
(+1) 203-925-4602  
[www.perkinelmer.com](http://www.perkinelmer.com)



For a complete listing of our global offices, visit [www.perkinelmer.com/ContactUs](http://www.perkinelmer.com/ContactUs)

Copyright © 2019, PerkinElmer, Inc. All rights reserved. PerkinElmer® is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

014987\_DEU\_01 PKI