

Auswahl einiger Hotels in Bad Wildbad

Name und Adresse	Telefon/Fax/eMail/Internet	2019 Preise in € (ohne Gewähr) pro Person/Nacht
Mokni's Palais Hotels & Spa Hotel Rossini und Badhotel Am Kurplatz 4-6 75323 Bad Wildbad	Tel. 07081/301-0 Fax 07081/301-166 eMail: hotel@moknis.com Internet: www.moknis.com Preise inkl. Frühstücksbuffet und Eintritt ins Palais Thermal. American Express Karten werden nicht akzeptiert.	Rossini EZ 86,00 Rossini DZ 82,00 Badhotel EZ 105,00 Badhotel DZ 100,00
Hotel Weingärtner Olgastraße 15 75323 Bad Wildbad	Tel. 07081 / 1706-0 Fax 07081 / 1706-70 eMail: weingaertner-hotel@t-online.de Internet : www.hotel-weingaertner.com Preise inkl. Frühstücksbuffet und Nutzung Wellnessbereich	EZ 65,00 DZ 57,00
Hotel Rothfuß Olgastraße 47 75323 Bad Wildbad	Tel. 07081 / 92 48 0 Fax 07081 / 92 48 10 eMail: anfrage@hotel-rothfuss.de Internet: www.wellnesshotel-rothfuss.de Preise inkl. Frühstücksbuffet und Nutzung Wellnessbereich	EZ 78,00 DZ 78,00
Hotel Auerhahn Heermannsweg 4 75323 Bad Wildbad (Sommerberg)	Tel. 07081 / 95213 50 eMail: info@auerhahn-badwildbad.de Internet: www.auerhahn-badwildbad.de Preise inkl. Frühstück	EZ 59,00 DZ 82,00
Hotel Bergfrieden Bätznerstr. 78 75323 Bad Wildbad	Tel. 07081 / 1704-0 Fax 07081 / 1704-20 eMail: empfang@hotelbergfrieden.de Internet: www.hotelbergfrieden.de Preise für Komfort plus Zimmer inkl. Frühstück	EZ 55,10 DZ 48,45
Gasthof Zur Alten Linde Wilhelmstraße 74 75323 Bad Wildbad	Tel. 07081/926-0 Fax 07081/926-250 eMail: info@hotelaltelinde.de Internet: www.hotelaltelinde.de Preise inkl. Frühstücksbuffet	EZ 50,00 DZ 50,00

Bitte geben Sie bei der Reservierung an, dass Sie Besucher der Firma Berthold Technologies sind, Sie erhalten dann die o. g. Firmen-Sonderpreise.



Name und Adresse	Telefon/Fax/eMail/Internet	2019 Preise in € (ohne Gewähr) pro Person/Nacht
Hotel Sonnenhof Bismarckstraße 23 75323 Bad Wildbad	Tel. 07081/92960 Fax 07081/929696 eMail: info@sonnenhof-badwildbad.de Internet: www.sonnenhof-badwildbad.de Preise inkl. Frühstücksbuffet und Nutzung Wellnessbereich	EZ 59,00 DZ 53,00

Auswahl einiger Hotels in der Umgebung

Name und Adresse	Telefon/Fax/eMail/Internet	2019 Preise in € (ohne Gewähr) pro Person/Nacht
Hotel Ochsen Bahnhofstraße 2 75339 Höfen (mit Auto & S-Bahn zu erreichen - ca. 6 km vor Bad Wildbad)	Tel. 07081/791-0 Fax 07081/791-100 eMail: info@ochsen-hoefen.de Internet: www.ochsen-hoefen.de Preise für Business Zimmer inkl. Frühstücksbuffet und Nutzung Wellnessbereich	EZ 72,30 DZ 56,55
Hotel zur Alten Mühle Im Gänzbrunnen 75305 Neuenbürg (mit Auto & S-Bahn zu erreichen - ca. 8 km entfernt)	Tel. 07082/924-00 Fax 07082/924-099 eMail: zordel@t-online.de Internet: www.zordel.de Preise inkl. Frühstücksbuffet (WLAN kostenlos)	EZ 79,00 DZ 60,50
Berlin's Krone Lamm Marktplatz 2+3 75385 Bad Teinach-Zavelstein (mit Auto zu erreichen – ca. 17 km entfernt)	Tel. 07053/9294-0 Fax 07053/9294-30 eMail: kronelamm@berlins-hotel.de Internet: www.berlins-hotel.de Preise inkl. Frühstücksbuffet und Nutzung Wellnessbereich	Krone: EZ 95,00 Lamm: EZ 129,00

Bitte geben Sie bei der Reservierung an, dass Sie Besucher der Firma Berthold Technologies sind, Sie erhalten dann die o. g. Firmen-Sonderpreise.

