

Auswahl einiger Hotels in Bad Wildbad und Umgebung Preise 2025

Name und Adresse	Kontaktdaten und Details	Preise in € pro Person/Nacht (ohne Gewähr)
Mokni's Palais Hotel & Spa KG Hotel Rossini und Badhotel Am Kurplatz 4-6 75323 Bad Wildbad	Fon: +49 (0) 7081 301-0 E-Mail: hotel@moknis.com Internet: www.moknis.com Preise inkl. Frühstücksbüfett im „Rossini“ und freie Benutzung des „Palais Thermal“ durch den Bademantelgang im „Badhotel“ sowie freie Nutzung der „Vital Therme“ außer am Abreisetag. American Express Karten werden nicht akzeptiert. Anreise bis 18:00h möglich	Rossini EZ 115,00 *Rossini DZ 103,00 Badhotel EZ 125,00 *Badhotel DZ 113,00 *bei Belegung mit 2 Personen
Hotel Weingärtner Olgastraße 15-17 75323 Bad Wildbad	Fon: +49 (0) 7081 1706-0 eMail: weingaertner-hotel@t-online.de Internet: www.hotel-weingaertner.com Preise inkl. Frühstücksbuffet und Nutzung Wellnessbereich.	EZ 81,00 *DZ 71,00 *bei Belegung mit 2 Personen
Hotel Rothfuß Olgastraße 47 75323 Bad Wildbad	Fon: +49 (0) 7081 92 48 0 eMail: info@hotel-rothfuss.de Internet: https://portal.gastfreund.net/hotel-rothfuss Preise inkl. Frühstücksbuffet und Nutzung Wellnessbereich (Schwimmbäder vorhanden) °Niedrigerer Preis ab 2 Übernachtungen	°EZ 135,00 -105,00 °*DZ von 128,00 – 105,00 * bei Belegung mit 2 Personen
Hotel Bergfrieden Baetznerstr. 78 75323 Bad Wildbad	Fon: +49 (0) 7081 1704-0 eMail: empfang@hotelbergfrieden.de Internet: www.hotelbergfrieden.de Preise für Komfort plus Zimmer inkl. Frühstück , freie Nutzung der Vital-Therme inkl. Sauna & Dampfbad 5% Rabatt für Besucher der Firma Berthold	EZ 75,00 *DZ 62,50 *bei Belegung mit 2 Personen
Gasthof Zur Alten Linde Wilhelmstraße 74 75323 Bad Wildbad	Fon: +49 (0) 7081 926-0 eMail: info@hotelaltelinde.de Internet: www.hotelaltelinde.de Preise inkl. Frühstücksbuffet	EZ 60,00 *DZ 55,00 *bei Belegung mit 2 Personen
Hotel Auerhahn Heermannsweg 4 75323 Bad Wildbad	Fon: +49 (0) 7081 9521 350 eMail: info@auerhahn-badwildbad.de Internet: www.auerhahn-badwildbad.de Preise inkl. Frühstück Halbpension auf Wunsch möglich	EZ 84,00 *DZ 84,00 DZ als EZ 104,00 *bei Belegung mit 2 Personen

Auswahl einiger Hotels in Bad Wildbad und Umgebung Preise 2025

Name und Adresse	Kontaktdaten und Details	Preise in € pro Person/Nacht (ohne Gewähr)
Hotel Sonnenhof Bismarckstraße 23 75323 Bad Wildbad	Fon: +49 (0) 7081 92960 eMail: info@sonnenhof-badwildbad.de Internet: www.sonnenhof-badwildbad.de Preise inkl. Frühstücksbuffet und Nutzung Fitnessraum & Wellnessbereich	1 Nacht EZ 83,00 ab 3 Nächten EZ 78,00 *1 Nacht DZ 64,00
* bei Belegung mit 2 Personen (DZ zur Einzelbelegung auf Anfrage)		
Hotel Ochsen Bahnhofstraße 2 75339 Höfen/Enz (mit S-Bahn zu erreichen, ca. 6 km von Bad Wildbad entfernt)	Fon: +49 (0) 7081 791-0 eMail: info@ochsen-hoefen.de Internet: www.ochsen-hoefen.de Preise inkl. Frühstücksbuffet und Nutzung Wellnessbereich, Schwimmbad Auf die Preise gibt es 10 % Nachlass auf den Logisanteil, wenn Stichwort „Besucher von Berthold Technologies“	EZ von 95,00 – 135,00 *DZ von 84,00 – 99,00 *bei Belegung mit 2 Personen
Hotel zur Alten Mühle Im Gänzbrunnen 75305 Neuenbürg (mit S-Bahn zu erreichen, ca. 8 km von Bad Wildbad entfernt)	Fon: +49 (0) 7082 9240-0 eMail: info@zordel.de Internet: www.zordel.de Preise inkl. Frühstücksbuffet, Parkplatz, (WLAN kostenlos)	EZ 95,00 *DZ 70,00 **DZ 125,00 *bei Belegung mit 2 Personen **bei Belegung mit 1 Person
Berlin's Krone Lamm Marktplatz 1-3 75385 Bad Teinach-Zavelstein (ca. 17 km von Bad Wildbad entfernt)	Fon: +49 (0) 7053 9294-0 eMail: info@berlins-hotel.de Internet: www.berlins-hotel.de Preise inkl. Frühstücksbuffet und Nutzung Wellnessbereich	EZ im Gästehaus 169,00 *DZ im Gästehaus 144,50 EZ im Haupthaus 198,00 *DZ im Haupthaus 175,00 *bei Belegung mit 2 Personen
Parkhotel Pforzheim Deimlingstraße 32-36 75175 Pforzheim (mit S-Bahn zu erreichen, ca. 24 km von Bad Wildbad entfernt)	Fon: +49 (0) 7231 161-637 eMail: info@parkhotel-pforzheim.de Internet: www.parkhotel-pforzheim.de Preise exkl. Frühstücksbuffet, 1 Fl Mineralwasser, kostenfreie Nutzung WirelessLan, Wellness & Spa Bei einer Direktbuchung im Hotel unter dem Stichwort „Berthold Technologies“ erhalten Sie einen Nachlass von 10 % auf die tagesaktuelle Zimmerrate. Das Frühstück können Sie zum Sonderpreis von 15,00€ statt 25,00€ dazubuchen.“	Diverse Kategorien verfügbar: <u>Beispiel:</u> „Classic“ EZ 112,00 *„Classic“ DZ 66,00 *bei Belegung mit 2 Personen