

## Auswahl einiger Hotels in Bad Wildbad und Umgebung Preise 2026

22.12.2025

Seite 1 / 2

Name und Adresse	Kontaktdaten und Details	Preise in € pro Person/Nacht (ohne Gewähr)
<b>Mokni's</b> <b>Palais Hotel &amp; Spa KG</b> <b>Hotel Rossini und Badhotel</b> 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. <b>Anreise bis 18:00h möglich</b>	Rossini EZ 120,00 *Rossini DZ 100,00  Badhotel EZ 135,00 *Badhotel DZ 120,00  *bei Belegung mit 2 Personen
<b>Hotel Weingärtner</b> 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 82,00 *DZ 79,00  *bei Belegung mit 2 Personen
<b>Hotel Rothfuß</b> Olgastraße 47 75323 Bad Wildbad	Fon: +49 (0) 7081 92 48 0 eMail: info@hotel-rothfuss.de Internet: <a href="https://portal.gastfreund.net/hotel-rothfuss">https://portal.gastfreund.net/hotel-rothfuss</a> Preise inkl. Frühstücksbuffet und Nutzung Wellnessbereich (Schwimmbäder vorhanden) °Niedrigerer Preis ab 2 Übernachtungen	°EZ 110,00 °*DZ 107,00  * bei Belegung mit 2 Personen (DZ zur Einzelbelegung auf Anfrage)
<b>Hotel Bergfrieden</b> 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 81,00 *DZ 66,00  *bei Belegung mit 2 Personen
<b>Gasthof Zur Alten Linde</b> Wilhelmstraße 74 75323 Bad Wildbad	Fon: +49 (0) 7081 926-0 eMail: info@hotelaltelinde.de Internet: www.hotelaltelinde.de Preise inkl. Frühstücksbuffet	EZ 65,00 *DZ 60,00  *bei Belegung mit 2 Personen
<b>Hotel Auerhahn</b> 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	Auf Anfrage – bitte kontaktieren Sie das Hotel direkt.

## Auswahl einiger Hotels in Bad Wildbad und Umgebung Preise 2026

Name und Adresse	Kontaktdaten und Details	Preise in € pro Person/Nacht (ohne Gewähr)
<b>Hotel Sonnenhof</b> 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 85,00 ab 2 Nächten EZ 80,00  *1 Nacht DZ 73,00  * bei Belegung mit 2 Personen (DZ zur Einzelbelegung auf Anfrage)
<b>Hotel Ochsen</b> 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, wenn Stichwort „Besucher von Berthold Technologies“	EZ von 99,00 – 149,00 *DZ von 75,00 – 109,00  *bei Belegung mit 2 Personen (DZ zur Einzelbelegung auf Anfrage)
<b>Hotel zur Alten Mühle</b> 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
<b>Parkhotel Pforzheim</b> 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 <b>exkl.</b> 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